

Instructions for Use Addendum

TABLE OF CONTENTS









English	2
Français	6
Deutsch	12
Italiano	18
Español	24
Português	30
Dansk	36
Svenska	41
Norsk	46
Ελληνικά	51
Lietuviškai	57
Magyar	62
Polski	67
Čeština	73
한국어	78
Türkçe	82
Русский	88
Hrvatski	94
Български	99









Instructions for Use Addendum




REF ACCESS and ELISA Immunoassay
Systems









WARNING AND PRECAUTIONS


You may see the following new symbols and hazard and precaution statements on product labels. These are compliant with The Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). More information on GHS can be found at www.beckmancoulter.com/GHS. Please use the information provided below as a reference against your product labels which have new GHS label elements, as we are in the process of updating the corresponding IFUs with this information.

Symbol	Hazard #	Hazard Phrase	Precaution #	Precaution Phrase
 WARNING	H317	May cause an allergic skin reaction.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
			P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.
 WARNING	H316	Causes mild skin irritation.	P332+P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
	H319	Causes serious eye irritation.	P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
				P362+P364
 WARNING	H317	May cause an allergic skin reaction.	P273	Avoid release to the environment.
	H402	Harmful to aquatic life.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
				P362+P364
 DANGER	H314	Causes severe skin burns and eye damage.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P301+P330+P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
			P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Rinse skin with water.
			P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
 WARNING	H316	Causes mild skin irritation.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P332+P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
	H402	Harmful to aquatic life.	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
	H319	Causes serious eye irritation.	P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.
  DANGER	H317	Causes mild skin irritation.	P201	Obtain special instructions before use.
	H360	May damage fertility or the unborn child.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P308+P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
				P362+P364
 WARNING	H315	Causes skin irritation.	P264	Wash with soap and water thoroughly after handling.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H319	Causes serious eye irritation.	P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

Symbol	Hazard #	Hazard Phrase	Precaution #	Precaution Phrase
 WARNING	H303	May be harmful if swallowed.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H319	Causes serious eye irritation.	P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P312	Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
			P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
 DANGER	H316	Causes mild skin irritation.	P261	Avoid breathing vapours.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P284	In case of inadequate ventilation, wear respiratory protection.
	H334	May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.	P304+P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
			P332+P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  DANGER	H315	Causes skin irritation.	P261	Avoid breathing vapours.
			P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P302_P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
			P305+P551+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
	H318	Causes serious eye damage.	P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  DANGER	H316	Causes mild skin irritation.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  DANGER	H314	Causes severe skin burns and eye damage.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P301+P330+P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
			P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Rinse skin with water.
			P304+P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
		P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.	

Symbol	Hazard #	Hazard Phrase	Precaution #	Precaution Phrase
	H314	Causes severe skin burns and eye damage.	P201 P280	Obtain special instructions before use. Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P301+P330+P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
			P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Rinse skin with water.
	H360	May damage fertility or the unborn child.	P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
	P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.		
WARNING	H316	Causes mild skin irritation.	P332+P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P210	Keep away from heat, hot surfaces, and sparks. No smoking.
	H226	Flammable liquid and vapour.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H302	Harmful if swallowed.	P301+P330+P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
			P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Rinse skin with water.
	H313	May be harmful in contact with skin	P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P308+P311	If exposed or concerned: Call a doctor/physician.
	H370	Causes damage to organs.	P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
	H314	Causes severe skin burns and eye damage.	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P362+P364			Take off contaminated clothing and wash it before use.	
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H316	Causes mild skin irritation.	P301+P330+P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
			P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Rinse skin with water.
	H318	Causes serious eye damage.	P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
	H314	Causes severe skin burns and eye damage.	P332+P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
			P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
H319	Causes serious eye irritation.	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.	
P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.			

Symbol	Hazard #	Hazard Phrase	Precaution #	Precaution Phrase
    DANGER	H317	May cause an allergic skin reaction.	P210	Keep away from heat, hot surfaces, and sparks. No smoking.
	H319	Causes serious eye irritation.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
	H226	Flammable liquid and vapour.	P301+P330+P331	IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
			P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Rinse skin with water.
			P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
	H302	Harmful if swallowed.	P308+P311	If exposed or concerned: Call a doctor/physician.
	H313	May be harmful in contact with skin	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
H370	Causes damage to organs.	P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.	
H314	Causes severe skin burns and eye damage.	P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.	
  DANGER	H317	May cause an allergic skin reaction.	P273	Avoid release to the environment.
			P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
	H318	Causes serious eye damage.	P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
	H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
 WARNING	H303	May be harmful if swallowed.	P261	Avoid breathing vapours.
			P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
			P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
	H317	May cause an allergic skin reaction.	P312	Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
			P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.
		P501	Dispose of contents/container in accordance with local/national regulations	
 WARNING	H317	May cause an allergic skin reaction.	P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye/face protection.
			P305+P8351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
			P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
	H319	Causes serious eye irritation.	P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
			P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before use.






 Safety Data Sheet is available at techdocs.beckmancoulter.com.






Addendum au mode d'emploi



REF ACCESS et ELISA Immunoassay Systems



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS







Il se peut que vous aperceviez de nouveaux symboles et mentions de danger ainsi que des précautions d'emploi sur l'étiquette de produits. Ceux-là sont conformes au Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Pour plus d'informations sur le SGH, veuillez vous rendre sur www.beckmancoulter.com/GHS. Étant donné que nous procédons actuellement à l'actualisation de nos modes d'emploi avec ces informations, veuillez vous servir des renseignements ci-dessous comme référence pour des produits étiquetés selon les normes du SGH.





Symbole	Danger n°	Phrase de danger	Précaution n°	Phrase de précaution
 AVERTISSEMENT	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
 AVERTISSEMENT	H316	Provoque une légère irritation cutanée.	P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/consulter un médecin.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
 AVERTISSEMENT	H317	Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques	P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
	H402		P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
 DANGER	H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
			P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : rincer la peau à l'eau.
			P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P310	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
 AVERTISSEMENT	H316	Provoque une légère irritation cutanée.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/consulter un médecin.
	H402	Nocif pour les organismes aquatiques	P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.

Symbole	Danger n°	Phrase de danger	Précaution n°	Phrase de précaution
  DANGER	H317	Provoque une légère irritation cutanée. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.	P201	Se procurer les instructions avant utilisation.
	H360		P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : demander un avis médical/consulter un médecin.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
 AVERTISSEMENT	H315	Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.	P264	Laver soigneusement à l'eau et au savon après manipulation.
	H317		P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H319		P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver et abondamment à l'eau et au savon.
 AVERTISSEMENT	H303	Peut être dangereux si avalé. Provoque une sévère irritation des yeux.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H319		P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
			P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/consulter un médecin.
 DANGER	H316	Provoque une légère irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.	P261	Éviter de respirer les vapeurs.
	H317		P284	Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
			P304+P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
	H334	P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/consulter un médecin.	
		P342+P311	En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.	

Symbole	Danger n°	Phrase de danger	Précaution n°	Phrase de précaution
  DANGER	H315	Provoque une irritation cutanée.	P261 P272	Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P280 P302_P352 P305+P551+P338	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver et abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
	H318	Provoque de graves lésions des yeux.	P310 P333+P313 P362+P364	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
	H316	Provoque une légère irritation cutanée.	P280 P305+P351+P338	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P310 P333+P313	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
	H318	Provoque de graves lésions des yeux.	P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
	H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P8351+P338 P310 P333+P313 P362+P364	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.

Symbole	Danger n°	Phrase de danger	Précaution n°	Phrase de précaution
	H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	P201	Se procurer les instructions avant utilisation.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
			P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : rincer la peau à l'eau.
	H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.	P305+P8351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P310	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.			
AVERTISSEMENT	H316	Provoque une légère irritation cutanée.	P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/consulter un médecin.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, et des étincelles. Ne pas fumer.
	H226	Liquide et vapeurs inflammables.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H302	Nocif en cas d'ingestion.	P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
			P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : rincer la peau à l'eau.
	H313	Peut être nocif par contact cutané	P305+P8351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P308+P311	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : appeler un médecin.
			P310	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
	H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes.	P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.	

Symbole	Danger n°	Phrase de danger	Précaution n°	Phrase de précaution
  DANGER	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H316	Provoque une légère irritation cutanée.	P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
			P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : rincer la peau à l'eau.
	H318	Provoque de graves lésions des yeux.	P305+P8351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P310	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
			P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/consulter un médecin.
			P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/consulter un médecin.
	H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.		
    DANGER	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, et des étincelles. Ne pas fumer.
	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H226	Liquide et vapeurs inflammables.	P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
			P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : rincer la peau à l'eau.
	H302	Nocif en cas d'ingestion.	P305+P8351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P308+P311	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : appeler un médecin.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
	H313	Peut être nocif par contact cutané	P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/consulter un médecin.
	H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes.	P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
	H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.		

Symbole	Danger n°	Phrase de danger	Précaution n°	Phrase de précaution
  DANGER	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P273 P280	Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
	H318	Provoque de graves lésions des yeux.	P305+P8351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P310	EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	P333+P313 P362+P364	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
 AVERTISSEMENT	H303	Peut être dangereux si avalé.	P261 P272	Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
			P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver et abondamment à l'eau et au savon.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
			P501	Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/nationales.
 AVERTISSEMENT	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
			P305+P8351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
			P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/consulter un médecin.
			P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.

SDS






La fiche technique santé-sécurité est disponible à l'adresse techdocs.beckmancoulter.com.








Nachtrag zur Gebrauchsanweisung








REF ACCESS und ELISA Immunoassay
Systems







WARN- UND VORSICHTSHINWEISE








Es werden u. U. die folgenden neuen Symbole und Vorsichtshinweise auf den Produktetiketten angezeigt. Diese sind im Einklang mit dem global harmonisierten System zur Klassifizierung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS). Weitere Informationen zum GHS erhalten Sie unter www.beckmancoulter.com/GHS. Verwenden Sie die unten aufgeführte Information als Referenz zum Vergleich mit den Produktetiketten, die die neuen GHS-Kennzeichnungselemente enthalten. Wir arbeiten daran, die dazugehörigen Gebrauchsanweisungen mit dieser Information zu aktualisieren.


Symbol	Gefahrennummer	Gefahrenhinweis	Vorsorgenummer	Vorsorgehinweis
 WARNUNG	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
 WARNUNG	H316	Verursacht leichte Hautreizungen.	P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H319	Verursacht schwere Augenreizung.	P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
				P362+P364
 WARNUNG	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen.	P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
	H402		P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
 GEFAHR	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
			P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut mit Wasser abwaschen.
			P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
 WARNUNG	H316	Verursacht leichte Hautreizungen.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H402	Schädlich für Wasserorganismen.	P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H319	Verursacht schwere Augenreizung.	P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Symbol	Gefahrennummer	Gefahrenhinweis	Vorsorgenummer	Vorsorgehinweis
  GEFAHR	H317	Verursacht leichte Hautreizungen. Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.	P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
	H360		P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P308+P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
 WARNUNG	H315	Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.	P264	Nach der Handhabung gründlich mit Seife und Wasser waschen.
	H317		P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H319		P302+P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
 WARNUNG	H303	Eventuell gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H319		P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 GEFAHR	H316	Verursacht leichte Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.	P261	Einatmen von Dampf vermeiden.
	H317		P284	[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
			P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
	H334		P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P342+P311	Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  GEFAHR	H315	Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P261	Einatmen von Dampf vermeiden.
			P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
	H317		P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P302_P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
		P305+P551+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.	
	H318	P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.	
		P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.	
		P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.	

Symbol	Gefahrennummer	Gefahrenhinweis	Vorsorgenummer	Vorsorgehinweis
  GEFAHR	H316	Verursacht leichte Hautreizungen.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.	P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.	
  GEFAHR	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
			P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut mit Wasser abwaschen.
			P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
			P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.			
   GEFAHR	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
			P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut mit Wasser abwaschen.
	H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.	P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364			Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.	
WARNUNG	H316	Verursacht leichte Hautreizungen.	P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Symbol	Gefahrennummer	Gefahrenhinweis	Vorsorgenummer	Vorsorgehinweis
    GEFAHR	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen und Funken fernhalten. Nicht rauchen.
	H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.	P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
			P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut mit Wasser abwaschen.
	H313	Kann bei Berührung mit der Haut gesundheitsschädlich sein.	P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P308+P311	BEI Exposition oder falls betroffen: Arzt anrufen.
	H370	Schädigt die Organe.	P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364			Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.	
  GEFAHR	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
	H316	Verursacht leichte Hautreizungen.	P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut mit Wasser abwaschen.
			P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
	H318	Verursacht schwere Augenschäden.	P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.	P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.	

Symbol	Gefahrennummer	Gefahrenhinweis	Vorsorgenummer	Vorsorgehinweis
    GEFAHR	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen und Funken fernhalten. Nicht rauchen.
	H319	Verursacht schwere Augenreizung.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
	H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.	P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
			P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut mit Wasser abwaschen.
			P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
	H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.	P308+P311	BEI Exposition oder falls betroffen: Arzt anrufen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H313	Kann bei Berührung mit der Haut gesundheitsschädlich sein.	P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H370	Schädigt die Organe.	P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.		
  GEFAHR	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
			P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
	H318	Verursacht schwere Augenschäden.	P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
 WARNUNG	H303	Eventuell gesundheitsschädlich beim Verschlucken.	P261	Einatmen von Dampf vermeiden.
			P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
			P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P302+P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
			P501	Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen.

Symbol	Gefahrennummer	Gefahrenhinweis	Vorsorgenummer	Vorsorgehinweis
 WARNUNG	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
			P305+P8351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
			P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	H319	Verursacht schwere Augenreizung.	P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
			P362+P364	Kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

SDS






Das Sicherheitsdatenblatt ist auf techdocs.beckmancoulter.com verfügbar.








Addendum alle Istruzioni per l'uso




REF ACCESS e ELISA Immunoassay Systems







AVVERTENZE E PRECAUZIONI








Sulle etichette dei prodotti sono presenti i seguenti nuovi simboli di pericolo e di precauzione. Questi sono conformi al Sistema armonizzatore globale di classificazione ed etichettature delle sostanze chimiche (GHS). Ulteriori informazioni su GHS possono essere trovate all'indirizzo www.beckmancoulter.com/GHS. Usare le informazioni riportate di seguito come riferimento per le etichette dei prodotti che presentano nuovi elementi GHS, in quanto il processo di aggiornamento delle Istruzioni per l'uso corrispondenti con tali informazioni è in corso.


Simbolo	N. pericolo	Frase pericolo	N. precauzione	Frase Precauzione
 AVVERTENZA	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
			P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
 AVVERTENZA	H316	Provoca una lieve irritazione cutanea.	P332+P313	In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
	H319	Provoca grave irritazione oculare.	P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
			P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
 AVVERTENZA	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P273	Non disperdere nell'ambiente.
	H402	Nocivo per gli organismi acquatici.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
			P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
 PERICOLO	H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
			P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua.
			P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
 AVVERTENZA	H316	Provoca una lieve irritazione cutanea.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P332+P313	In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
	H402	Nocivo per gli organismi acquatici.	P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
	H319	Provoca grave irritazione oculare.	P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Simbolo	N. pericolo	Frase pericolo	N. precauzione	Frase Precauzione
  PERICOLO	H317	Provoca una lieve irritazione cutanea. Può nuocere alla fertilità o al feto.	P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
	H360		P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
			P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
 AVVERTENZA	H315	Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.	P264	Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso.
	H317		P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H319		P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
 AVVERTENZA	H303	Può essere nocivo se ingoiato. Provoca grave irritazione oculare.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H319		P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P312	Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
			P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 PERICOLO	H316	Provoca una lieve irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	P261	Evitare di respirare i vapori.
	H317		P284	[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
			P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
	H334		P332+P313	In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
			P342+P311	In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  PERICOLO	H315	Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.	P261	Evitare di respirare i vapori.
			P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
	H317		P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
		P302_P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.	
		P305+P551+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.	
	H318	P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.	
		P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.	
	P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.		

Simbolo	N. pericolo	Frase pericolo	N. precauzione	Frase Precauzione
 PERICOLO	H316	Provoca una lieve irritazione cutanea.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.	P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.	
 PERICOLO	H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
			P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
			P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.			
 PERICOLO	H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
			P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua.
			P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
	H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.	P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362+P364			Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.	
AVVERTENZA	H316	Provoca una lieve irritazione cutanea.	P332+P313	In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

Simbolo	N. pericolo	Frase pericolo	N. precauzione	Frase Precauzione
    PERICOLO	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde e scintille. Non fumare.
	H226	Liquido e vapori infiammabili.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H302	Nocivo se ingerito.	P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
			P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua.
	H313	Può essere nocivo a contatto con la pelle.	P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P308+P311	In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un medico.
	H370	Provoca danni agli organi.	P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.	
  PERICOLO	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
	H316	Provoca una lieve irritazione cutanea.	P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua.
			P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
	H318	Provoca gravi lesioni oculari.	P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
			P332+P313	In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
	H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
H319	Provoca grave irritazione oculare.	P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.	
		P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.	

Simbolo	N. pericolo	Frase pericolo	N. precauzione	Frase Precauzione
    PERICOLO	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde e scintille. Non fumare.
	H319	Provoca grave irritazione oculare.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H226	Liquido e vapori infiammabili.	P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
			P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua.
	H302	Nocivo se ingerito.	P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P308+P311	In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un medico.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
			P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
	H370	Può essere nocivo a contatto con la pelle. Provoca danni agli organi.	P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
	H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.		
  PERICOLO	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P273	Non disperdere nell'ambiente.
			P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
	H318	Provoca gravi lesioni oculari.	P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
 AVVERTENZA	H303	Può essere nocivo se ingoiato.	P261	Evitare di respirare i vapori.
			P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
			P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
			P312	Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
			P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
			P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali e nazionali.

Simbolo	N. pericolo	Frase pericolo	N. precauzione	Frase Precauzione
 AVVERTENZA	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
			P305+P8351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
			P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
	H319	Provoca grave irritazione oculare.	P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
			P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

SDS






La scheda tecnica sulla sicurezza è disponibile su techdocs.beckmancoulter.com.








Apéndice de las instrucciones de uso (IFU)








REF ACCESS y ELISA Immunoassay Systems







ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES








Puede ver los siguientes símbolos y declaraciones de peligrosidad y precaución nuevos en la etiquetas del producto. Estos cumplen con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias químicas (SGA). Puede encontrar más información sobre el SGA en www.beckmancoulter.com/GHS. Utilice la información proporcionada a continuación como referencia para las etiquetas del producto que tienen nuevos elementos de etiqueta del SGA, ya que estamos en proceso de actualizar las instrucciones de uso (IFU) correspondientes con esta información.


Símbolo	N.º de peligro	Texto del peligro	N.º de precaución	Texto de la precaución
 ADVERTENCIA	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
 ADVERTENCIA	H316	Provoca una leve irritación cutánea.	P332+P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
	H319	Provoca irritación ocular grave.	P337+P313	Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
 ADVERTENCIA	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P273	No dispersar en el medio ambiente.
	H402	Nocivo para los organismos acuáticos.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
 PELIGRO	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
			P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua.
			P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 ADVERTENCIA	H316	Provoca una leve irritación cutánea.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P332+P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
	H402	Nocivo para los organismos acuáticos.	P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
	H319	Provoca irritación ocular grave.	P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.

Símbolo	N.º de peligro	Texto del peligro	N.º de precaución	Texto de la precaución
  PELIGRO	H317	Provoca una leve irritación cutánea. Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.	P201	Procurarse las instrucciones antes del uso.
	H360		P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P308+P313	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
 ADVERTENCIA	H315	Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular grave.	P264	Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación.
	H317		P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
	H319		P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
 ADVERTENCIA	H303	Puede ser nocivo si se ingiere. Provoca irritación ocular grave.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
	H319		P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
			P337+P313	Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
 PELIGRO	H316	Provoca una leve irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.	P261	Evitar respirar vapores.
	H317		P284	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
	H334		P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
			P332+P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  PELIGRO	H315	Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P261	Evitar respirar vapores.
			P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
	H317		P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P302_P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
		P305+P551+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.	
	H318	P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.	
		P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.	
	P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.		

Símbolo	N.º de peligro	Texto del peligro	N.º de precaución	Texto de la precaución
  PELIGRO	H316	Provoca una leve irritación cutánea.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
	H318	Provoca lesiones oculares graves.	P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
  PELIGRO	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
			P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua.
			P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
   PELIGRO	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	P201	Procurarse las instrucciones antes del uso.
			P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua.
			P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
	H360	Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.	P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
		P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.	
ADVERTENCIA	H316	Provoca una leve irritación cutánea.	P332+P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Símbolo	N.º de peligro	Texto del peligro	N.º de precaución	Texto de la precaución
    PELIGRO	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes y chispas. No fumar
	H226	Líquido y vapores inflamables.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
	H302	Nocivo en caso de ingestión.	P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
			P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua.
	H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.	P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P308+P311	En caso de exposición demostrada o supuesta: Llamar a un médico.
	H370	Provoca daños en los órganos.	P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.	
  PELIGRO	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
	H316	Provoca una leve irritación cutánea.	P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
			P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua.
	H318	Provoca lesiones oculares graves.	P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	P332+P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
			P337+P313	Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
	H319	Provoca irritación ocular grave.	P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P362+P364			Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.	

Símbolo	N.º de peligro	Texto del peligro	N.º de precaución	Texto de la precaución
    PELIGRO	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes y chispas. No fumar
	H319	Provoca irritación ocular grave.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
	H226	Líquido y vapores inflamables.	P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
			P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Enjuagar la piel con agua.
			P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
	H302	Nocivo en caso de ingestión.	P308+P311	En caso de exposición demostrada o supuesta: Llamar a un médico.
	H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.	P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
			P337+P313	Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
	H370	Provoca daños en los órganos.		
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.			
  PELIGRO	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P273	No dispersar en el medio ambiente.
	H318	Provoca lesiones oculares graves.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
	H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
	 ADVERTENCIA	H303	Puede ser nocivo si se ingiere.	P261
H317		Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
			P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
			P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.
			P501	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las normativas locales/nacionales

Símbolo	N.º de peligro	Texto del peligro	N.º de precaución	Texto de la precaución
 ADVERTENCIA	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	P280	Usar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara.
			P305+P8351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
			P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
	H319	Provoca irritación ocular grave.	P337+P313	Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
			P362+P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.








La hoja de datos de seguridad está disponible en techdocs.beckmancoulter.com.








Adenda às instruções de utilização








REF ACCESS e ELISA Immunoassay Systems







ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES








É possível encontrar os seguintes novos símbolos e declarações de perigo e precaução nas etiquetas dos produtos. Estes estão em conformidade com o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). Para mais informações sobre o GHS, consulte www.beckmancoulter.com/GHS. Utilize a informação fornecida abaixo como referência para interpretar as etiquetas dos produtos que contêm novos elementos de rotulagem do GHS, uma vez que ainda se encontra em processamento a atualização das instruções de utilização correspondentes com esta informação.


Símbolo	N.º do perigo	Declaração de perigo	N.º da precaução	Declaração de precaução
 ADVERTÊNCIA	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
			P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
 ADVERTÊNCIA	H316	Provoca irritação cutânea ligeira.	P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
	H319	Provoca irritação ocular grave.	P337+P313	Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
			P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
 ADVERTÊNCIA	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos.	P273	Evitar a libertação para o ambiente.
			H402	P280
	P333+P313			Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
	P362+P364			Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
 PERIGO	H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
			P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
			P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
			P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
 ADVERTÊNCIA	H316	Provoca irritação cutânea ligeira.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
	H402	Nocivo para os organismos aquáticos.	P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
	H319	Provoca irritação ocular grave.	P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.

Símbolo	N.º do perigo	Declaração de perigo	N.º da precaução	Declaração de precaução
  PERIGO	H317	Provoca irritação cutânea ligeira.	P201	Pedir instruções específicas antes da utilização.
	H360	Pode afetar a fertilidade ou o nascituro.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
			P308+P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
			P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
 ADVERTÊNCIA	H315	Provoca irritação cutânea.	P264	Lavar cuidadosamente com água e sabonete após manuseamento.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H319	Provoca irritação ocular grave.	P302+P352	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
 ADVERTÊNCIA	H303	Pode ser nocivo se ingerido.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H319	Provoca irritação ocular grave.	P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P312	Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P337+P313	Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
 PERIGO	H316	Provoca irritação cutânea ligeira.	P261	Evitar respirar os vapores.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P284	Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória.
	H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.	P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
			P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
			P342+P311	Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
  PERIGO	H315	Provoca irritação cutânea.	P261	Evitar respirar os vapores.
			P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
			P302_P352	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
			P305+P551+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
	H318	Provoca lesões oculares graves.	P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
		P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.	

Símbolo	N.º do perigo	Declaração de perigo	N.º da precaução	Declaração de precaução
  PERIGO	H316	Provoca irritação cutânea ligeira.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
H318	Provoca lesões oculares graves.	P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.	
  PERIGO	H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
			P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
			P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
			P305+P8351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.			
   PERIGO	H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.	P201	Pedir instruções específicas antes da utilização.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
			P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
			P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
	H360	Pode afetar a fertilidade ou o nascituro.	P305+P8351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362+P364			Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.	
ADVERTÊNCIA	H316	Provoca irritação cutânea ligeira.	P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

Símbolo	N.º do perigo	Declaração de perigo	N.º da precaução	Declaração de precaução
    PERIGO	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes e faísca. Não fumar.
	H226	Líquido e vapor inflamáveis.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H302	Nocivo por ingestão.	P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
			P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
	H313	Pode ser nocivo em contacto com a pele.	P305+P8351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P308+P311	Em caso de exposição ou suspeita de exposição: contacte um médico.
			P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
	H370	Afeta os órgãos.	P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
	H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.	P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
	  PERIGO	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P280
H316		Provoca irritação cutânea ligeira.	P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
			P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
			P305+P8351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
H318		Provoca lesões oculares graves.	P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
H314		Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.	P337+P313	Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
H319		Provoca irritação ocular grave.	P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.

Símbolo	N.º do perigo	Declaração de perigo	N.º da precaução	Declaração de precaução
    PERIGO	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes e fiação. Não fumar.
	H319	Provoca irritação ocular grave.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H226	Líquido e vapor inflamáveis.	P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
			P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
	H302	Nocivo por ingestão.	P305+P8351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P308+P311	Em caso de exposição ou suspeita de exposição: contacte um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
			P337+P313	Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
	H370 H314	Pode ser nocivo em contacto com a pele. Afeta os órgãos. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.	P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
	  PERIGO	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P273
P280				Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
P305+P8351+P338				SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
H318		Provoca lesões oculares graves.	P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
H412		Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
 ADVERTÊNCIA	H303	Pode ser nocivo se ingerido.	P261	Evitar respirar os vapores.
			P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
			P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P302+P352	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
			P312	Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
			P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.
				P501

Símbolo	N.º do perigo	Declaração de perigo	N.º da precaução	Declaração de precaução
 ADVERTÊNCIA	H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
			P305+P8351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
			P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
	H319	Provoca irritação ocular grave.	P337+P313	Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
			P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a usar.










A Ficha de dados de segurança está disponível em techdocs.beckmancoulter.com.








Tillæg til brugsanvisning










REF ACCESS og ELISA Immunoassay Systems









ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER



De følgende nye symboler samt fare- og forsigtighedserklæringer kan forekomme på produktetiketter. Disse er kompatible med The Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier) (GHS). Flere oplysninger om GHS findes på adressen: www.beckmancoulter.com/GHS. Benyt venligst de nedenfor angivne oplysninger som reference for produktetiketter med nye GHS-etiketelementer. Vi er i gang med at opdatere de tilsvarende brugervejledninger med disse oplysninger.

Symbol	Farenr.	Faresætning	Forsigtighedsnr.	Forsigtighedssætning
 ADVARSEL	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.
 ADVARSEL	H316	Forårsager let hudirritation.	P332+P313	Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.
 ADVARSEL	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P273	Undgå udledning til miljøet.
	H402	Skadelig for vandlevende organismer.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.
 FARE	H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
			P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl under koldt vand.
			P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
			P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
 ADVARSEL	H316	Forårsager let hudirritation.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P332+P313	Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
	H402	Skadelig for vandlevende organismer.	P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P362+P364	Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.
  FARE	H317	Forårsager let hudirritation.	P201	Indhent særlige anvisninger før brug.
	H360	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P308+P313	VED EKSPONERING eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.

Symbol	Farenr.	Faresætning	Forsigtighedsnr.	Forsigtighedssætning
 ADVARSEL	H315	Forårsager hudirritation.	P264	Vask grundigt med vand og sæbe efter brug.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
 ADVARSEL	H303	Kan være farlig ved indtagelse.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
			P312	I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
			P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 FARE	H316	Forårsager let hudirritation.	P261	Undgå indånding af damp.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P284	Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
	H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.	P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
			P332+P313	Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
			P342+P311	Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
  FARE	H315	Forårsager hudirritation.	P261	Undgå indånding af damp.
			P272	Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P302_P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
			P305+P551+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.	P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
		P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.	
  FARE	H316	Forårsager let hudirritation.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.	P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.

Symbol	Farenr.	Faresætning	Forsigtighedsnr.	Forsigtighedsætning	
  FARE	H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.	
			P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.	
			P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl under koldt vand.	
			P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.	
		H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
				P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
				P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.	
   FARE	H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.	P201	Indhent særlige anvisninger før brug.	
			P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.	
			P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.	
		H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl under koldt vand.
				P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
		H360	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.	P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
				P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.	
ADVARSEL	H316	Forårsager let hudirritation.	P332+P313	Ved hudirritation: Søg lægehjælp.	
    FARE	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P210	Holdes væk fra varme, varme overflader og gnister. Rygning forbudt.	
	H226	Brandfarlig væske og damp.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.	
			P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.	
	H302	Farlig ved indtagelse.	P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl under koldt vand.	
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.	
	H313	Kan være farlig ved hudkontakt.	P308+P311	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en læge.	
			P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.	
	H370	Forårsager organskader.	P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.	
			P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.	
		H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.		

Symbol	Farenr.	Faresætning	Forsigtighedsnr.	Forsigtighedsætning
  FARE	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
	H316	Forårsager let hudirritation.	P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
			P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl under koldt vand.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.	P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
			P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
	H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.	P332+P313	Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.			
    FARE	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P210	Holdes væk fra varme, varme overflader og gnister. Rygning forbudt.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P301+P330+P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
	H226	Brandfarlig væske og damp.	P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl under koldt vand.
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	H302	Farlig ved indtagelse.	P308+P311	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en læge.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
	H313	Kan være farlig ved hudkontakt.	P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
	H370	Forårsager organskader.	P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.
	H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.		
  FARE	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P273	Undgå udledning til miljøet.
			P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.	P310	Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
	H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.

Symbol	Farenr.	Faresætning	Forsigtighedsnr.	Forsigtighedsætning
 ADVARSEL	H303	Kan være farlig ved indtagelse.	P261	Undgå indånding af damp.
			P272	Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
			P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P312	I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.
			P501	Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokal/national lovgivning
 ADVARSEL	H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
			P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.	P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
			P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden anvendelse.










Sikkerhedsdatablad fås på techdocs.beckmancoulter.com.








Tillägg till bruksanvisning











REF ACCESS och ELISA Immunoassay
Systems









VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



De nedanstående nya symbolerna och fara- och skyddsangivelserna kan finnas på produktetiketter. Dessa efterlever det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Det finns mer information om GHS på www.beckmancoulter.com/GHS. Använd nedanstående information som en referens till dina produktetiketter med nya GHS-etikettelement, eftersom vi håller på att uppdatera de motsvarande bruksanvisningarna med denna information.

Symbol	Fara nr	Fara, text	Säkerhetsåtgärd nr	Säkerhetsåtgärd, text
 VARNING	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
			P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 VARNING	H316	Orsakar lätt ögonirritation.	P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
				P362+P364
 VARNING	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt för vattenlevande organismer.	P273	Undvik utsläpp till miljön.
	H402		P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
			P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 FARA	H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
			P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten.
			P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
			P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 VARNING	H316	Orsakar lätt ögonirritation.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
	H402	Skadligt för vattenlevande organismer.	P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  FARA	H317	Orsakar lätt ögonirritation.	P201	Inhämta särskilda instruktioner före användning.
	H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P308+P313	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
			P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Symbol	Fara nr	Fara, text	Säkerhetsåtgärd nr	Säkerhetsåtgärd, text
 VARNING	H315	Irriterar huden.	P264	Tvätta grundligt med tvål och vatten efter användning.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 VARNING	H303	Kan vara skadligt vid förtäring.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
			P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
			P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 FARA	H316	Orsakar lätt ögonirritation.	P261	Undvik att andas ångor.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P284	Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
	H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.	P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
			P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
			P342+P311	Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
  FARA	H315	Irriterar huden.	P261	Undvik att andas ångor.
			P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P302_P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
			P305+P551+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.	P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
			P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  FARA	H316	Orsakar lätt ögonirritation.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.	P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Symbol	Fara nr	Fara, text	Säkerhetsåtgärd nr	Säkerhetsåtgärd, text	
  FARA	H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.	
			P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.	
			P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten.	
			P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.	
		H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
				P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
				P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
				P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
   FARA	H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.	P201	Inhämta särskilda instruktioner före användning.	
			P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.	
			P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.	
		H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten.
				P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
		H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.	P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
				P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
				P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
VARNING	H316	Orsakar lätt ögonirritation.	P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.	
     FARA	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor eller gnistor. Rökning förbjuden.	
		H226	Brandfarlig vätska och ånga.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
				P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
		H302	Skadligt vid förtäring.	P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten.
				P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
		H313	Kan vara skadligt vid hudkontakt.	P308+P311	Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta läkare.
				P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
		H370	Orsakar organskador.	P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
				P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
		H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.		

Symbol	Fara nr	Fara, text	Säkerhetsåtgärd nr	Säkerhetsåtgärd, text
  FARA	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
	H316	Orsakar lätt ögonirritation.	P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
			P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten.
	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.	P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
			P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
			P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337+P313			Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.	
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.	P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.	
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	
    FARA	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor eller gnistor. Rökning förbjuden.
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
	H226	Brandfarlig vätska och ånga.	P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
			P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten.
			P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	H302	Skadligt vid förtäring.	P308+P311	Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta läkare.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
	H313	Kan vara skadligt vid hudkontakt.	P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
	H370	Orsakar organskador.	P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
	H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.		
  FARA	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P273	Undvik utsläpp till miljön.
	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
			P310	Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.	P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	

Symbol	Fara nr	Fara, text	Säkerhetsåtgärd nr	Säkerhetsåtgärd, text
 VARNING	H303	Kan vara skadligt vid förtäring.	P261	Undvik att andas ångor.
			P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
			P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
			P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
		P501	Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.	
 VARNING	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd.
			P305+P8351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
			P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.	P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
			P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.











Säkerhetsdatablad finns på techdocs.beckmancoulter.com.







Tillegg til bruksanvisning

REF ACCESS og ELISA Immunoassay Systems









ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER



Du kan se følgende nye symboler og fare- og forsiktighetninger på produktetikettene. Disse er i samsvar med global harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS). Du finner mer informasjon om GHS på www.beckmancoulter.com/GHS. Bruk informasjonene nedenfor som en referanse i forhold til etikettene med nye GHS-merkelementer, ettersom vi er i ferd med å oppdatere de tilsvarende bruksanvisningene med denne informasjonen.

Symbol	Farenr.	Faresetning	Forsiktignr.	Forsiktighetning
 ADVARSEL	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 ADVARSEL	H316	Gir lett øyeirritasjon.	P332+P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.	P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 ADVARSEL	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig for liv i vann.	P273	Unngå utslipp til miljøet.
	H402		P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 FARE	H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P301+P330+P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
			P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann.
			P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
			P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 ADVARSEL	H316	Gir lett øyeirritasjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P332+P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
	H402	Skadelig for liv i vann.	P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.	P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
  FARE	H317	Gir lett øyeirritasjon. Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.	P201	Innhent særskilt instruks før bruk.
	H360		P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P308+P313	Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 ADVARSEL	H315	Irriterer huden.	P264	Vask med såpe og vann grundig etter bruk.
	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.	P302+P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

Symbol	Farenr.	Faresetning	Forsiktigr.	Forsiktigsetning
 ADVARSEL	H303	Kan være skadelig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H319		P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
			P312	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
			P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 FARE	H316	Gir lett øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P261	Unngå innånding av damp.
	H317		P284	Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
	H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.	P304+P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
			P332+P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  FARE	H315	Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P261	Unngå innånding av damp.
	H317		P272	Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
			P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H318	Gir alvorlig øyeskade.	P302_P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
			P305+P551+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
			P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  FARE	H316	Gir lett øyeirritasjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H317		Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P305+P351+P338
		P310		Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
		P333+P313		Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
H318	Gir alvorlig øyeskade.	P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.	

Symbol	Farenr.	Faresetning	Forsiktigr.	Forsiktigsetning
 FARE	H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P301+P330+P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
			P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann.
			P304+P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
			P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 FARE	H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.	P201	Innhent særskilt instruks før bruk.
	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P301+P330+P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
			P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann.
	H360	Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.	P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
			P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
ADVARSEL	H316	Gir lett øyeirritasjon.	P332+P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
 FARE	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater og gnister. Røyking forbudt.
	H226	Brannfarlig væske og damp.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H302	Farlig ved svelging.	P301+P330+P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
			P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann.
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
	H313	Kan være farlig ved hudkontakt	P308+P311	Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
			P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
	H370	Forårsaker organskader.	P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
	H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.	P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Symbol	Farenr.	Faresetning	Forsiktigr.	Forsiktigsetning
  FARE	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H316	Gir lett øyeirritasjon.	P301+P330+P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
			P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann.
	H318	Gir alvorlig øyeskade.	P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
			P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
	H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.	P332+P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.	P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P333+P313			Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.	
P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.			
    FARE	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater og gnister. Røyking forbudt.
	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P301+P330+P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
	H226	Brannfarlig væske og damp.	P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT: Skyll/dusj huden med vann.
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
	H302	Farlig ved svelging.	P308+P311	Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
	H313	Kan være farlig ved hudkontakt	P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
	H370	Forårsaker organskader.	P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
	H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.		
  FARE	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P273	Unngå utslipp til miljøet.
			P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
	H318	Gir alvorlig øyeskade.	P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.	P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.	

Symbol	Farenr.	Faresetning	Forsiktigr.	Forsiktigsetning
 ADVARSEL	H303	Kan være skadelig ved svelging.	P261	Unngå innånding av damp.
			P272	Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
			P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P302+P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
			P312	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
			P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
	P501	Kasser innholdet/holderen i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter.		
 ADVARSEL	H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P280	Bruk vernehansker, verneklær og øyevern/visir
			P305+P8351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
	H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.	P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
			P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
			P362+P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

SDS






Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på techdocs.beckmancoulter.com.






Προσθήκη στις οδηγίες χρήσης



REF ACCESS και ELISA Immunoassay Systems

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ






Στις ετικέτες προϊόντων ενδέχεται να δείτε τα νέα σύμβολα και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης που παρατίθενται παρακάτω. Αυτά είναι εναρμονισμένα με το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (ΠΕΣ) ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΕΣ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beckmancoulter.com/GHS. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω ως αναφορά για τις ετικέτες των προϊόντων σας που έχουν νέα στοιχεία ετικετών κατά ΠΕΣ, καθώς είμαστε στη διαδικασία ενημέρωσης των αντίστοιχων οδηγιών χρήσης με αυτές τις πληροφορίες.

Σύμβολο	Κωδ. κινδύνου	Φράση κινδύνου	Κωδ. προφύλαξης	Δήλωση προφύλαξης
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P332+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
	H402	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P301+P330+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
			P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
			P305+P351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
			P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P332+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H402	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.	P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Σύμβολο	Κωδ. κινδύνου	Φράση κινδύνου	Κωδ. προφύλαξης	Δήλωση προφύλαξης
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H317	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
	H360	Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P308+P313	Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.	P264	Πλένετε με νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά το χειρισμό.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P302+P352	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H303	Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P305+P351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
			P312	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
			P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P284	Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
	H334	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.	P304+P340	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
			P332+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P342+P311	Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σύμβολο	Κωδ. κινδύνου	Φράση κινδύνου	Κωδ. προφύλαξης	Δήλωση προφύλαξης
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.	P261 P272	Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P280 P302_P352 P305+P551+P338	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
	H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.	P310 P333+P313 P362+P364	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
	H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P280 P305+P351+P338	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P310 P333+P313	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.	P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
	H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.	P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P8351+P338 P310 P333+P313 P362+P364	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.			

Σύμβολο	Κωδ. κινδύνου	Φράση κινδύνου	Κωδ. προφύλαξης	Δήλωση προφύλαξης
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.	P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P301+P330+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
	H360	Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.	P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
			P305+P8351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
			P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.			
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P332+P313
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P210	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες και σπινθήρες. Μην καπνίζετε.
	H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P301+P330+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
	H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.	P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
			P305+P8351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
	H313	Ενδέχεται να είναι επιβλαβές κατά την επαφή με το δέρμα.	P308+P311	Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: καλέστε ένα γιατρό.
	H370	Προκαλεί βλάβες στα όργανα.	P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.	P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.	

Σύμβολο	Κωδ. κινδύνου	Φράση κινδύνου	Κωδ. προφύλαξης	Δήλωση προφύλαξης
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
	H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος.	P301+P330+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
			P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
	H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.	P305+P8351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
			P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
	H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.	P332+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.	
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P210	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφανείες και σπινθήρες. Μην καπνίζετε.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P301+P330+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
	H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.	P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
			P305+P8351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
	H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.	P308+P311	Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: καλέστε ένα γιατρό.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H313	Ενδέχεται να είναι επιβλαβές κατά την επαφή με το δέρμα.	P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H370	Προκαλεί βλάβες στα όργανα.	P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
	H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.		

Σύμβολο	Κωδ. κινδύνου	Φράση κινδύνου	Κωδ. προφύλαξης	Δήλωση προφύλαξης
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
			P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P305+P8351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
	H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.	P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.	P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H303	Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.	P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
			P272	Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
			P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P302+P352	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P312	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
		P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς	
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
			P305+P8351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
			P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
			P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε.










Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση techdocs.beckmancoulter.com.






Naudojimo instrukcijos priedas








REF ACCESS ir ELISA Immunoassay Systems











ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Gaminių etiketėse galite pamatyti toliau nurodytus naujus simbolius, pavojingumo ir atsargumo frazes. Jie atitinka chemikalų klasifikacijos ir ženklavimo visuotinės darniosios sistemos (GHS) reikalavimus. Daugiau apie GHS galite sužinoti tinklalapyje www.beckmancoulter.com/GHS. Toliau pateikiama informaciją naudokite kaip gaminių etikečių su naujaisiais GHS ženklavimo elementais aiškinimo nuorodas, nes ši informacija bus įtraukta į šiuo metu naujinamas atitinkamas naudojimo instrukcijas.

Simbolis	Pavojaus Nr.	Pavojingumo frazė	Atsargumo priemonės Nr.	Atsargumo frazė
 ĮSPĖJIMAS	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 ĮSPĖJIMAS	H316	Nestipriai dirgina odą.	P332+P313	Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.	P337+P313	Jeigu sudirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 ĮSPĖJIMAS	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
	H402	Kenksminga vandens organizmams.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 PAVOJUS	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
			P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
			P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
 ĮSPĖJIMAS	H316	Nestipriai dirgina odą.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P332+P313	Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
	H402	Kenksminga vandens organizmams.	P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.	P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
  PAVOJUS	H317	Nestipriai dirgina odą.	P201	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
	H360	Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P308+P313	Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Simbolis	Pavojaus Nr.	Pavojingumo frazė	Atsargumo priemonės Nr.	Atsargumo frazė
 ĮSPĖJIMAS	H315	Dirgina odą.	P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.	P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
 ĮSPĖJIMAS	H303	Gali būti kenksminga prarijus.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.	P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			P312	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
			P337+P313	Jei akių dirginimas nepaieina: Kreiptis į gydytoją.
 PAVOJUS	H316	Nestipriai dirgina odą.	P261	Stengtis neįkvėpti garų.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P284	Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
			P304+P340	ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
	H334	Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.	P332+P313	Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
			P342+P311	Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  PAVOJUS	H315	Dirgina odą.	P261	Stengtis neįkvėpti garų.
			P272	Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P302_P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
			P305+P551+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	H318	Smarkiai pažeidžia akis.	P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Simbolis	Pavojaus Nr.	Pavojingumo frazė	Atsargumo priemonės Nr.	Atsargumo frazė
  PAVOJUS	H316	Nestipriai dirgina odą.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.	P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.	
  PAVOJUS	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
			P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
			P304+P340	ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
			P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
   PAVOJUS	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.	P201	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
			P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
	H360	Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.	P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
ĮSPĖJIMAS	H316	Nestipriai dirgina odą.	P332+P313	Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.

Simbolis	Pavojaus Nr.	Pavojingumo frazė	Atsargumo priemonės Nr.	Atsargumo frazė
    PAVOJUS	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių ir žiežirbų. Nerūkyti.
	H226	Degūs skystis ir garai.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	H302	Kenksminga prarijus.	P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
			P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
			P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	H313	Gali būti kenksminga (-s) esant sąlyčiui su oda.	P308+P311	Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
H370	Kenkia organams.	P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.	
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.	P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.	
		P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.	
  PAVOJUS	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
	H316	Nestipriai dirgina odą.	P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
			P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	H318	Smarkiai pažeidžia akis.	P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
			P332+P313	Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.	P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
		P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.	
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.	P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.	
    PAVOJUS	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių ir žiežirbų. Nerūkyti.
	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			P301+P330+P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
	H226	Degūs skystis ir garai.	P303+P361+P353	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): odą nuplauti vandeniu.
			P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	H302	Kenksminga prarijus.	P308+P311	Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
	H313	Gali būti kenksminga (-s) esant sąlyčiui su oda.	P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
	H370	Kenkia organams.	P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.		

Simbolis	Pavojaus Nr.	Pavojingumo frazė	Atsargumo priemonės Nr.	Atsargumo frazė		
 PAVOJUS	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.		
			P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.		
			P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.		
	H318	Smarkiai pažeidžia akis.	P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.		
			P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.		
			P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.		
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.	P261	Stengtis neįkvėpti garų.			
		P272	Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.			
		P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.			
 ĮSPĖJIMAS	H303	Gali būti kenksminga prarijus.	P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.		
			H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P312	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
					P333+P313	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
	P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.				
	P501	Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / nacionalinius reikalavimus				
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P280	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.		
			P305+P8351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.		
P333+P313			Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.			
H319			Sukelia smarkų akių dirginimą.	P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.	
				P362+P364	Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.	










Saugos duomenų lapą galima gauti interneto svetainėje techdocs.beckmancoulter.com.








Használati utasítás kiegészítése




REF ACCESS és ELISA Immunoassay Systems







FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK



A termékek címkéin előfordulhatnak az alábbi új szimbólumok, figyelmeztető mondatok és óvintézkedésre vonatkozó mondatok. Ezek megfelelnek a vegyi anyagok besorolásának és megjelölésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) előírásainak. A GHS-ről további tájékoztatás található a www.beckmancoulter.com/GHS internetes oldalon. Az alábbi információk a termékek új, GHS megjelöléseket tartalmazó címkéin található szimbólumok magyarozatát tartalmazzák; jelenleg végezzük a megfelelő használati utasítások frissítését ezekkel az információkkal.

Szimbólum	Veszélyességi mondat száma	Veszélyességi mondat	Elővigyázatossági mondat száma	Elővigyázatossági mondat
 FIGYELMEZTETÉS	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
 FIGYELMEZTETÉS	H316	Enyhén bőrirritáló hatású.	P332+P313	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
 FIGYELMEZTETÉS	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
	H402	Ártalmas a vízi élővilágra.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
 VESZÉLY	H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
			P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A bőrt le kell öblíteni vízzel.
			P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
			P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 FIGYELMEZTETÉS	H316	Enyhén bőrirritáló hatású.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P332+P313	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
	H402	Ártalmas a vízi élővilágra.	P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
  VESZÉLY	H317	Enyhén bőrirritáló hatású.	P201	Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
	H360	Károsíthatja a termékenységet és a születendő gyermeket.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.

Szimbólum	Veszélyességi mondat száma	Veszélyességi mondat	Elővigyázatossági mondat száma	Elővigyázatossági mondat
 FIGYELMEZTETÉS	H315	Bőrirritáló hatású.	P264	A használatot követően alaposan mossa le szappanos vízzel.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 FIGYELMEZTETÉS	H303	Lenyelve ártalmas lehet.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
			P312	Roszcullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 VESZÉLY	H316	Enyhén bőrirritáló hatású.	P261	Kerülje a gőz belélegzését.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P284	Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédő eszközt kell viselni.
			P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
	H334	Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.	P332+P313	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
			P342+P311	Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  VESZÉLY	H315	Bőrirritáló hatású.	P261	Kerülje a gőz belélegzését.
			P272	Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P302_P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
			P305+P551+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	H318	Súlyos szemkárosodást okoz.	P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
  VESZÉLY	H316	Enyhén bőrirritáló hatású.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	H318	Súlyos szemkárosodást okoz.	P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.

Szimbólum	Veszélyességi mondat száma	Veszélyességi mondat	Elővigyázatossági mondat száma	Elővigyázatossági mondat
 VESZÉLY	H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
			P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A bőrt le kell öblíteni vízzel.
			P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
			P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
			P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
 VESZÉLY	H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.	P201	Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
			P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A bőrt le kell öblíteni vízzel.
	H360	Károsíthatja a termékenységet és a születendő gyermeket.	P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
			P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
FIGYELMEZTETÉS	H316	Enyhén bőrirritáló hatású.	P332+P313	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 VESZÉLY	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P210	Hőtől/forró felületektől/szikrától távol tartandó. Tilos a dohányzás.
	H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H302	Lenyelve ártalmatlan.	P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
			P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A bőrt le kell öblíteni vízzel.
			P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	H313	Bőrrel érintkezve káros hatású lehet.	P308+P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon orvoshoz.
	H370	Károsítja a szerveket.	P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.	P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.

Szimbólum	Veszélyességi mondat száma	Veszélyességi mondat	Elővigyázatossági mondat száma	Elővigyázatossági mondat
 VESZÉLY	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H316	Enyhén bőrirritáló hatású.	P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
			P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A bőrt le kell öblíteni vízzel.
			P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	H318	Súlyos szemkárosodást okoz.	P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P332+P313	Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
			P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.	P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.	
H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.	
    VESZÉLY	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P210	Hőtől/forró felületektől/szikrától távol tartandó. Tilos a dohányzás.
	H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P301+P330+P331	LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
			P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: A bőrt le kell öblíteni vízzel.
	H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.	P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
			P308+P311	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	H302	Lenyelve ártalmas.	P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
	H313	Bőrrel érintkezve káros hatású lehet.	P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
	H370	Károsítja a szerveket.		
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.			
 VESZÉLY	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
			P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	H318	Súlyos szemkárosodást okoz.	P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
	H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.

Szimbólum	Veszélyességi mondat száma	Veszélyességi mondat	Elővigyázatossági mondat száma	Elővigyázatossági mondat
 FIGYELMEZTETÉS	H303	Lenyelve ártalmas lehet.	P261	Kerülje a gőz belélegezését.
			P272	Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
			P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
			P312	Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
			P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.
 FIGYELMEZTETÉS	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P280	Védőkesztyű, védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
			P305+P8351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	H319	Súlyos szemirritációt okoz.	P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
			P337+P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
			P362+P364	Az szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és használat előtt ki kell mosni.

SDS






A biztonsági adatlap megtalálható a következő internetes helyen: techdocs.beckmancoulter.com.






Dodatek do Instrukcji użycia

REF ACCESS i ELISA Immunoassay Systems



OSTRZEŻENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI






Na etykietach produktów mogą znajdować się następujące nowe symbole oraz informacje o zagrożeniach i środkach ostrożności. Te treści są zgodne z wymaganiami Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Więcej informacji na temat GHS można znaleźć na stronie www.beckmancoulter.com/GHS. Obecnie aktualizujemy odpowiednie Instrukcje użycia, wprowadzając do nich stosowne informacje, dlatego aby dowiedzieć się więcej na temat etykiet produktów, na których widoczne są nowe elementy wymagane przez GHS, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.



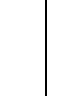
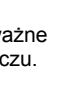
Symbol	Nr zagrożenia	Zwrot dot. zagrożenia	Nr środka ostrożności	Zwrot dot. środka ostrożności
 OSTRZEŻENIE	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
			P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
 OSTRZEŻENIE	H316	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry.	P332+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	H319	Działa drażniąco na oczy.	P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
 OSTRZEŻENIE	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
	H402	Działa szkodliwie na organizmy wodne.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
			P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
			P301+P330+P331	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
			P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Spłukać skórę pod strumieniem wody.
			P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 OSTRZEŻENIE	H316	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P332+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	H402	Działa szkodliwie na organizmy wodne.	P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	H319	Działa drażniąco na oczy.	P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Symbol	Nr zagrożenia	Zwrot dot. zagrożenia	Nr środka ostrożności	Zwrot dot. środka ostrożności
  NIEBEZPIECZEŃSTWO	H317	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.	P201	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
	H360		P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
			P308+P313	W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
 OSTRZEŻENIE	H315	Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy.	P264	Po użyciu dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
	H317		P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H319		P302+P352	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 OSTRZEŻENIE	H303	Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia. Działa drażniąco na oczy.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H319		P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P312	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
			P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H316	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.	P261	Unikać wdychania par.
	H317		P284	W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
			P304+P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
	H334		P332+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P342+P311	W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Symbol	Nr zagrożenia	Zwrot dot. zagrożenia	Nr środka ostrożności	Zwrot dot. środka ostrożności
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H315	Działa drażniąco na skórę.	P261 P272	Unikać wdychania par. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy.
	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P280 P302_P352	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
	H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.	P305+P551+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
			P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
	 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H316	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry.	P280 P305+P351+P338
H317		Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P310 P333+P313	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
H318		Powoduje poważne uszkodzenie oczu.	P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO		H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.	P280 P301+P330+P331
	P303+P361+P353			W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Splukać skórę pod strumieniem wody.
	P304+P340			W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść uszkodzonego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
	P305+P8351+P338			W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
			P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Symbol	Nr zagrożenia	Zwrot dot. zagrożenia	Nr środka ostrożności	Zwrot dot. środka ostrożności
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.	P201 P280	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P301+P330+P331	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów.
			P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Splukać skórę pod strumieniem wody.
	H360	Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.	P305+P8351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
			P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
	OSTRZEŻENIE	H316	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry.	P332+P313
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i źródeł iskrzenia. Nie palić.
	H226	Łatwopalna ciecz i pary.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H302	Działa szkodliwie po połknięciu.	P301+P330+P331	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów.
			P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Splukać skórę pod strumieniem wody.
	H313	Może działać szkodliwie w kontakcie ze skórą.	P305+P8351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P308+P311	W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z lekarzem.
			P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
	H370	Powoduje uszkodzenie narządów.	P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.	P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.	

Symbol	Nr zagrożenia	Zwrot dot. zagrożenia	Nr środka ostrożności	Zwrot dot. środka ostrożności
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H316	Wywołuje delikatne podrażnienie skóry.	P301+P330+P331	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
			P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Spłukać skórę pod strumieniem wody.
	H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.	P305+P8351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.	P332+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	H319	Działa drażniąco na oczy.	P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364			Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.	
    NIEBEZPIECZEŃSTWO	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i źródeł iskrzenia. Nie palić.
	H319	Działa drażniąco na oczy.	P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
	H226	Łatwopalna ciecz i pary.	P301+P330+P331	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
			P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Spłukać skórę pod strumieniem wody.
	H302	Działa szkodliwie po połknięciu.	P305+P8351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
			P308+P311	W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z lekarzem.
	H313	Może działać szkodliwie w kontakcie ze skórą.	P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
			P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
	H370	Powoduje uszkodzenie narządów.	P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
	H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.		

Symbol	Nr zagrożenia	Zwrot dot. zagrożenia	Nr środka ostrożności	Zwrot dot. środka ostrożności	
  NIEBEZPIECZEŃSTWO	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P273 P280 P305+P8351+P338	Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
	H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.	P310 P333+P313	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.	
	H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	P362+P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.	
	 OSTRZEŻENIE	H303	Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia.	P261 P272 P280 P302+P352	Unikać wdychania par. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
		H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P312 P333+P313 P362+P364 P501	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/krajowymi.
		 OSTRZEŻENIE	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P280 P305+P8351+P338 P333+P313
H319			Działa drażniąco na oczy.	P337+P313 P362+P364	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

SDS








Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna w witrynie techdocs.beckmancoulter.com.








Dodatek k návodu k použití










REF ACCESS a ELISA Immunoassay Systems

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Zde naleznete nové symboly, věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení uváděné na štítcích produktů. Odpovídají Globálně harmonizovanému systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Další informace o systému GHS naleznete na stránkách www.beckmancoulter.com/GHS. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhá proces aktualizace příslušných návodů k použití o tyto informace, u štítků produktů s novými označovacími prvky dle GHS prosím přihlídněte k níže uvedeným informacím.

Symbol	Č. nebezpečí	Věta o nebezpečnosti	Č. opatření	Pokyn pro bezpečné zacházení
 VAROVÁNÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
 VAROVÁNÍ	H316	Mírně dráždí kůži.	P332+P313	Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
 VAROVÁNÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
	H402	Škodlivý pro vodní organismy.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
 NEBEZPEČÍ	H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
			P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou.
			P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 VAROVÁNÍ	H316	Mírně dráždí kůži.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P332+P313	Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H402	Škodlivý pro vodní organismy.	P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
  NEBEZPEČÍ	H317	Mírně dráždí kůži.	P201	Před použitím si obzarejte speciální instrukce.
	H360	Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P308+P313	PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.

Symbol	Č. nebezpečí	Věta o nebezpečnosti	Č. opatření	Pokyn pro bezpečné zacházení
 VAROVÁNÍ	H315	Dráždí kůži.	P264	Po manipulaci si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	P302+P352	PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 VAROVÁNÍ	H303	Může být škodlivý při požití.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 NEBEZPEČÍ	H316	Mírně dráždí kůži.	P261	Zamezte vdechování par.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P284	V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
	H334	Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.	P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání.
			P332+P313	Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P342+P311	Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  NEBEZPEČÍ	H315	Dráždí kůži.	P261	Zamezte vdechování par.
			P272	Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P302_P352	PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
	H318	Způsobuje vážné poškození očí.	P305+P551+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
  NEBEZPEČÍ	H316	Mírně dráždí kůži.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H318	Způsobuje vážné poškození očí.	P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.

Symbol	Č. nebezpečí	Věta o nebezpečnosti	Č. opatření	Pokyn pro bezpečné zacházení
  NEBEZPEČÍ	H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
			P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou.
			P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání.
			P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
   NEBEZPEČÍ	H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	P201	Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
			P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou.
	H360	Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.	P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
VAROVÁNÍ	H316	Mírně dráždí kůži.	P332+P313	Při podráždění kůže: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.
    NEBEZPEČÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy a jiskrami. Zákaz kouření.
	H226	Hořlavá kapalina a páry.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H302	Zdraví škodlivý při požití.	P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
			P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou.
	H313	Může škodit zdraví při styku s pokožkou.	P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P308+P311	Při expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře.
			P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
	H370	Způsobuje poškození orgánů.	P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.
	H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.

Symbol	Č. nebezpečí	Věta o nebezpečnosti	Č. opatření	Pokyn pro bezpečné zacházení
 NEBEZPEČÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H316	Mírně dráždí kůži.	P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
			P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou.
	H318	Způsobuje vážné poškození očí.	P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
			P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
	H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	P332+P313	Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364			Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.	
 NEBEZPEČÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy a jiskrami. Zákaz kouření.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
	H226	Hořlavá kapalina a páry.	P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou.
			P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	H302	Zdraví škodlivý při požití.	P308+P311	Při expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H313	Může škodit zdraví při styku s pokožkou.	P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
H370	Způsobuje poškození orgánů.	P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.	
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.			
 NEBEZPEČÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
			P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	H318	Způsobuje vážné poškození očí.	P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.

Symbol	Č. nebezpečí	Věta o nebezpečnosti	Č. opatření	Pokyn pro bezpečné zacházení
 VAROVÁNÍ	H303	Muže být škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P261	Zamezte vdechování par.
			P272	Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
			P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
	H317		P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
			P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
			P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.
P501	Obsah/obal odstraňte v souladu s místními/národními předpisy.			
 VAROVÁNÍ	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.	P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
			P305+P8351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	H319		P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
			P362+P364	Kontaminované části oděvu svlékněte a před použitím vyperte.











Bezpečnostní list je k dispozici na adrese techdocs.beckmancoulter.com.

사용 안내(IFU) 부록


REF ACCESS 및 ELISA Immunoassay Systems









경고 및 주의 사항

제품 라벨에 다음과 같은 새로운 기호와 위험물질 및 주의 설명이 표시될 수 있습니다. 이러한 사항은 GHS(세계적으로 조화된 화학물질 분류 및 라벨 시스템)을 따릅니다. GHS에 대한 자세한 정보는 www.beckmancoulter.com/GHS에서 확인할 수 있습니다. 해당 IFU를 이 정보로 업데이트하는 과정을 진행하고 있으므로, 아래에 표시된 정보를 새 GHS 라벨 요소가 포함된 제품 라벨의 참고 자료로 이용하시기 바랍니다.

기호	위험 요소 번호	위험 요소 문구	주의 사항 번호	주의 사항 문구
 경고	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
			P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.
 경고	H316	피부에 자극 우려가 있음.	P332+P313	피부 자극이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
	H319	눈에 심한 자극을 일으킴.	P337+P313	눈에 대한 자극이 지속되는 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
			P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.
 경고	H317 H402	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음. 수생생물에게 유해함	P273	환경으로 배출하지 마십시오.
			P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
			P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.
 위험	H314	피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P301+P330+P331	삼킨 경우: 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.
			P303+P361+P353	피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 피부를 물로 씻어내십시오.
			P305+P351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
			P310	즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
 경고	H316 H317 H402 H319	피부에 자극 우려가 있음. 알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음. 수생생물에게 유해함 눈에 심한 자극을 일으킴.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P332+P313	피부 자극이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
			P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.
  위험	H317 H360	피부에 자극 우려가 있음. 생식능력이나 태아에 손상을 일으킬 수 있음.	P201	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
			P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P308+P313	노출되었거나 노출이 우려되는 경우: 의학적인 조언/주의를 받으십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
 경고	H315 H317 H319	피부에 자극을 일으킴. 알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음. 눈에 심한 자극을 일으킴.	P264	취급 후에는 비누와 물로 손을 철저히 씻으십시오.
			P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P302+P352	피부에 묻은 경우: 다량의 비누 및 물로 씻어내십시오.

기호	위험 요소 번호	위험 요소 문구	주의 사항 번호	주의 사항 문구
 경고	H303	삼키면 유해할 수 있음.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
	H319	눈에 심한 자극을 일으킴.	P305+P351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
			P312	불편함을 느끼면 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
			P337+P313	눈에 대한 자극이 지속되는 경우: 의학적 조언/관리를 받으십시오.
 위험	H316	피부에 자극 우려가 있음.	P261	중기 흡입을 피하십시오.
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P284	환기 상태가 적합하지 않은 경우, 호흡기 보호장구를 착용하십시오.
	H334	흡입하면, 알레르기, 천식 증상이나 호흡곤란 증상을 일으킬 수 있음.	P304+P340	흡입한 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 숨쉬기 편한 자세로 휴식을 취하게 하십시오.
			P332+P313	피부 자극이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으십시오.
			P342+P311	호흡기 증상을 경험한 경우: 독성물질센터 또는 의사에게 연락하십시오.
  위험	H315	피부에 자극을 일으킴.	P261	중기 흡입을 피하십시오.
			P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P302_P352	피부에 묻은 경우: 다량의 비누 및 물로 씻어내십시오.
			P305+P551+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
	H318	눈에 심한 손상을 일으킴.	P310	즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으십시오.
		P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.	
  위험	H316	피부에 자극 우려가 있음.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P305+P351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P310	즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으십시오.
	H318	눈에 심한 손상을 일으킴.	P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.
  위험	H314	피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P301+P330+P331	삼킨 경우: 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.
			P303+P361+P353	피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 피부를 물로 씻어내십시오.
			P304+P340	흡입한 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 숨쉬기 편한 자세로 휴식을 취하게 하십시오.
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P305+P8351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
			P310	즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으십시오.
		P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.	

기호	위험 요소 번호	위험 요소 문구	주의 사항 번호	주의 사항 문구	
   위험	H314	피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴.	P201 P280	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.	
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P301+P330+P331 P303+P361+P353	삼킨 경우: 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 피부를 물로 씻어내시오.	
	H360	생식능력이나 태아에 손상을 일으킬 수 있음.	P305+P8351+P338 P310 P333+P313 P362+P364	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오. 피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으시오. 오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.	
	경고	H316	피부에 자극 우려가 있음.	P332+P313	피부 자극이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으시오.
	    위험	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P210	열, 뜨거운 표면, 스파크로부터 멀리하십시오. 금연.
		H226	인화성 액체 또는 증기/	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
		H302	삼키면 유해함.	P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P8351+P338	삼킨 경우: 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 피부를 물로 씻어내시오. 눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
H313		피부와 접촉하면 유해할 수 있음	P308+P311 P310	노출되었거나 노출이 우려되는 경우: 의사에게 연락하십시오. 즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.	
H370		장기에 손상을 일으킴.	P333+P313 P362+P364	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으시오. 오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.	
H314		피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴.			
  위험	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P280 P301+P330+P331	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오. 삼킨 경우: 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.	
	H316	피부에 자극 우려가 있음.	P303+P361+P353 P305+P8351+P338	피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 피부를 물로 씻어내시오. 눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.	
	H318	눈에 심한 손상을 일으킴.	P310 P332+P313	즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오. 피부 자극이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으시오.	
	H314	피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴.	P337+P313 P333+P313	눈에 대한 자극이 지속되는 경우: 의학적 조언/관리를 받으시오. 피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적 조언/관리를 받으시오.	
	H319	눈에 심한 자극을 일으킴.	P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.	

기호	위험 요소 번호	위험 요소 문구	주의 사항 번호	주의 사항 문구
    위험	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P210	열, 뜨거운 표면, 스파크로부터 멀리하십시오. 금연.
	H319	눈에 심한 자극을 일으킵니다.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
	H226	인화성 액체 또는 증기/	P301+P330+P331	삼킨 경우: 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.
	H302	삼키면 유해함.	P303+P361+P353	피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 피부를 물로 씻어내십시오.
	H313	피부와 접촉하면 유해할 수 있음	P305+P8351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
	H370	장기에 손상을 일으킵니다.	P308+P311	노출되었거나 노출이 우려되는 경우: 의사에게 연락하십시오.
	H314	피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킵니다.	P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
  위험	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P273	환경으로 배출하지 마십시오.
	H318	눈에 심한 손상을 일으킵니다.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
	H412	장기적인 효과에 의해 수생생물에게 유해함.	P305+P8351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
			P310	즉시 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
 경고	H303	삼키면 유해할 수 있음.	P261	증기 흡입을 피하십시오.
			P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P302+P352	피부에 묻은 경우: 다량의 비누 및 물로 씻어내십시오.
			P312	불편함을 느끼면 독성물질관리센터나 의사에게 연락하십시오.
			P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
			P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.
 경고	H317	알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P501	지역/국가 규정에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.
			P280	보호용 장갑, 보호용 의류 및 눈/안면 보호장구를 착용하십시오.
			P305+P8351+P338	눈에 묻은 경우: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
	H319	눈에 심한 자극을 일으킵니다.	P333+P313	피부 자극 또는 홍반이 발생한 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.
		P337+P313	눈에 대한 자극이 지속되는 경우: 의학적인 조언/관리를 받으십시오.	
		P362+P364	오염된 의복을 벗고 사용 전에 세탁하십시오.	








SDS 안전보건자료는 techdocs.beckmancoulter.com에서 이용하실 수 있습니다.








Kullanma Talimatına Ek






REF ACCESS ve ELISA Immunoassay Systems







UYARILAR VE TEDBİRLER








Ürün etiketlerinde aşağıdaki yeni sembolleri ve tehlike ve uyarı niteliğindeki bildirimleri görebilirsiniz. Bunlar, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) ile uyumludur. GHS hakkında daha fazla bilgi, www.beckmancoulter.com/GHS web sitesinde bulunabilir. İlgili kullanma talimatlarını bu bilgilerle güncelleme sürecimiz devam ettiğinden lütfen aşağıda sağlanan bilgileri yeni GHS etiket öğelerine sahip ürün etiketleriniz için referans olarak kullanın.


Sembol	Tehlike No	Tehlike İbaresesi	Önlem No	Önlem İbaresesi	
 UYARI	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.	
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.	
 UYARI	H316	Hafif cilt tahrişine yol açar.	P332+P313	Cilt tahrişi oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.	
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.	
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.	P337+P313	Göz tahrişinin geçmemesi halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.	
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.	
 UYARI	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P273	Çevreye verilmesinden kaçının.	
			H402	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
				P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
				P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
 TEHLİKE	H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	
			P301+P330+P331	YUTULMASI HALİNDE: ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.	
			P303+P361+P353	CİLDİN (VEYA SAÇIN) ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE: Cildinizi su ile durulayın.	
			P305+P351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.	
			P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.	
 UYARI	H316	Hafif cilt tahrişine yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P332+P313	Cilt tahrişi oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.	
	H402	Sucul ortamda zararlıdır.	P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.	
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.	P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.	
	  TEHLİKE	H317	Hafif cilt tahrişine yol açar.	P201	Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
H360		Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.	
			P308+P313	Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.	
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.	
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.	

Sembol	Tehlike No	Tehlike İbaresı	Önlem No	Önlem İbaresı
 UYARI	H315	Cilt tahrişine yol açar.	P264	Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.	P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
 UYARI	H303	Yutulması halinde zararlı olabilir.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.	P305+P351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
			P312	Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P337+P313	Göz tahrişinin geçmemesi halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.
 TEHLİKE	H316	Hafif cilt tahrişine yol açar.	P261	Buharını solumaktan kaçının.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P284	Solumun koruyucu giyin.
			P304+P340	SOLUNMASI HALİNDE: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
	H334	Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.	P332+P313	Cilt tahrişi oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
			P342+P311	Solumun bulgularının görülmesi halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
  TEHLİKE	H315	Cilt tahrişine yol açar.	P261	Buharını solumaktan kaçının.
			P272	Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
			P302_P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
			P305+P551+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
	H318	Ciddi göz hasarına yol açar.	P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
  TEHLİKE	H316	Hafif cilt tahrişine yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
			P305+P351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
	H318	Ciddi göz hasarına yol açar.	P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.

Sembol	Tehlike No	Tehlike İbaresı	Önlem No	Önlem İbaresı
  TEHLİKE	H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P301+P330+P331	YUTULMASI HALİNDE: ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
			P303+P361+P353	CİLDİN (VEYA SAÇIN) ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE: Cildinizi su ile durulayın.
			P304+P340	SOLUNMASI HALİNDE: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.
			P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
			P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
   TEHLİKE	H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.	P201	Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
			P301+P330+P331	YUTULMASI HALİNDE: ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
			P303+P361+P353	CİLDİN (VEYA SAÇIN) ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE: Cildinizi su ile durulayın.
			P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
	H360	Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.	P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
UYARI	H316	Hafif cilt tahrişine yol açar.	P332+P313	Cilt tahrişi oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Sembol	Tehlike No	Tehlike İbares	Önlem No	Önlem İbares
    TEHLİKE	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P210	Isıdan, sıcak yüzeylerden ve kıvılcımdan uzak tutun. Sigara içilmez.
	H226	Alevlenir sıvı ve buhar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
	H302	Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.	P301+P330+P331	YUTULMASI HALİNDE: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
			P303+P361+P353	CİLDİN (VEYA SAÇIN) ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE: Cildinizi su ile durulayın.
	H313	Cilt ile teması halinde zararlı olabilir.	P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
			P308+P311	Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Doktoru/Hekimi arayın.
			P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
	H370	Organlarda hasara yol açar.	P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
	H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.	P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
	  TEHLİKE	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P280
P301+P330+P331				YUTULMASI HALİNDE: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
H316		Hafif cilt tahrişine yol açar.	P303+P361+P353	CİLDİN (VEYA SAÇIN) ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE: Cildinizi su ile durulayın.
			P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
H318		Ciddi göz hasarına yol açar.	P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P332+P313	Cilt tahrişi oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
H314		Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.	P337+P313	Göz tahrişinin geçmemesi halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
H319		Ciddi göz tahrişine yol açar.	P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.

Sembol	Tehlike No	Tehlike İbaresİ	Önlem No	Önlem İbaresİ
    TEHLİKE	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P210	Isıdan, sıcak yüzeylerden ve kıvılcımdan uzak tutun. Sigara içilmez.
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
	H226	Alevlenir sıvı ve buhar.	P301+P330+P331	YUTULMASI HALİNDE: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
	H302	Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.	P303+P361+P353	CİLDİN (VEYA SAÇIN) ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE: Cildinizi su ile durulayın.
	H313	Cilt ile teması halinde zararlı olabilir.	P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
	H370	Organlarda hasara yol açar.	P308+P311	Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Doktoru/Hekimi arayın.
	H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.	P333+P313	Cilt tahrişi veya şişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
			P337+P313	Göz tahrişinin geçmemesi halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
	  TEHLİKE	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P273
			P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
			P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
H318		Ciddi göz hasarına yol açar.	P310	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
H412		Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.	P333+P313	Cilt tahrişi veya şişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
 UYARI	H303	Yutulması halinde zararlı olabilir.	P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
			P261	Buharını solumaktan kaçınınız.
			P272	Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
			P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
			P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P312	Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya şişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.
		P501	İçeriği/kabı yerel/ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.	

Sembol	Tehlike No	Tehlike İbaresı	Önem No	Önem İbaresı
 UYARI	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P280	Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
			P305+P8351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
			P333+P313	Cilt tahrişi veya şişik oluşması halinde: Tıbbi yardım/müdahale alın.
	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.	P337+P313	Göz tahrişinin geçmemesi halinde: Tıbbi yardım/bakım alın.
			P362+P364	Kirlenmiş giysinizi çıkarın ve kullanmadan önce su yıkayın.

SDS

Güvenlik Bilgi Formuna techdocs.beckmancoulter.com adresinden ulaşılabilir.













Дополнение инструкций


REF ACCESS и ELISA Immunoassay Systems








ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

На этикетках продуктов могут присутствовать следующие новые символы и формулировки опасности и мер по предупреждению опасности. Они соответствуют Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). Подробную информацию о СГС можно получить на странице www.beckmancoulter.com/GHS. Используйте предоставленную ниже информацию как справочную в отношении этикеток продуктов с новыми элементами этикеток, соответствующими СГС, пока происходит обновление соответствующих инструкций с добавлением этой информации.

Символ	Опасность №	Краткая характеристика опасности (H-фраза)	Мера по предупреждению опасности №	Мера по предупреждению опасности (P-фраза)
 ВНИМАНИЕ	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
			P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
 ВНИМАНИЕ	H316	Вызывает легкое раздражение кожи.	P332+P313	При раздражении кожи: Обратиться к врачу.
	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
	H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.	P337+P313	Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.
			P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
 ВНИМАНИЕ	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P273	Не допускать попадания в окружающую среду.
			H402	Вредно для водных организмов.
	P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.		
	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.		
 ОПАСНО	H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту.
			P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой.
			P305+P351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
			P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
	H316	Вызывает легкое раздражение кожи.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.

Символ	Опасность №	Краткая характеристика опасности (H-фраза)	Мера по предупреждению опасности №	Мера по предупреждению опасности (P-фраза)
ВНИМАНИЕ	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вредно для водных организмов.	P332+P313	При раздражении кожи: Обратиться к врачу.
	H402		P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
	H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
  ОПАСНО	H317	Вызывает легкое раздражение кожи. Может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку.	P201	Перед использованием получить специальные инструкции.
	H360		P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P308+P313	ПРИ ОКАЗАНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ или обеспокоенности: обратиться к врачу.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
			P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
 ВНИМАНИЕ	H315	Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз.	P264	После работы тщательно вымыть водой с мылом.
	H317		P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
	H319		P302+P352	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
 ВНИМАНИЕ	H303	Может оказать неблагоприятное действие при проглатывании. Вызывает серьезное раздражение глаз.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
	H319		P305+P351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
			P312	Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу в случае плохого самочувствия.
			P337+P313	Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.
 ОПАСНО	H316	Вызывает легкое раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P261	Избегать вдыхания паров.
	H317		P284	В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.
			P304+P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
	H334	P332+P313	При раздражении кожи: Обратиться к врачу.	
		P342+P311	При появлении респираторных симптомов: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.	

Символ	Опасность №	Краткая характеристика опасности (H-фраза)	Мера по предупреждению опасности №	Мера по предупреждению опасности (P-фраза)
  ОПАСНО	H315	Вызывает раздражение кожи.	P261 P272	Избегать вдыхания паров. Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.
	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P280 P302_P352	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
	H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.	P305+P551+P338 P310 P333+P313 P362+P364	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
	H316	Вызывает легкое раздражение кожи.	P280 P305+P351+P338	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P310 P333+P313	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
	H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
	H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.	P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой. ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P305+P8351+P338 P310 P333+P313 P362+P364	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.	

Символ	Опасность №	Краткая характеристика опасности (H-фраза)	Мера по предупреждению опасности №	Мера по предупреждению опасности (P-фраза)
   ОПАСНО	H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.	P201	Перед использованием получить специальные инструкции.
	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту.
	H360	Может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку.	P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой.
			P305+P8351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
			P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
	P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
При раздражении кожи: Обратиться к врачу.				
ВНИМАНИЕ	H316	Вызывает легкое раздражение кожи.	P332+P313	При раздражении кожи: Обратиться к врачу.
    ОПАСНО	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Воспламеняющаяся жидкость и пар.	P210	Беречь от вдали от источников тепла, горячих поверхностей и искр. — Не курить.
	H226		P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
	H302	Оказывает вредное воздействие при проглатывании.	P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту.
			P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой.
	H313	Может нанести вред при контакте с кожей	P305+P8351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
			P308+P311	При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.
	H370	Наносит вред органам.	P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.	

Символ	Опасность №	Краткая характеристика опасности (H-фраза)	Мера по предупреждению опасности №	Мера по предупреждению опасности (P-фраза)
 ОПАСНО	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
	H316	Вызывает легкое раздражение кожи.	P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту.
			P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой.
	H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.	P305+P8351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
			P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
	H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.	P332+P313	При раздражении кожи: Обратиться к врачу.
			P337+P313	Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.
	H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.	P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
P362+P364			Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.	
 ОПАСНО	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P210	Бережь от вдали от источников тепла, горячих поверхностей и искр. — Не курить.
	H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P301+P330+P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, НЕ вызывать рвоту.
	H226	Воспламеняющаяся жидкость и пар.	P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой.
			P305+P8351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
	H302	Оказывает вредное воздействие при проглатывании.	P308+P311	При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
	H313	Может нанести вред при контакте с кожей	P337+P313	Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.
	H370	Наносит вред органам.	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
	H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.		

Символ	Опасность №	Краткая характеристика опасности (H-фраза)	Мера по предупреждению опасности №	Мера по предупреждению опасности (P-фраза)
 ОПАСНО	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P273	Не допускать попадания в окружающую среду.
			P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P305+P8351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
	H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.	P310	Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
			P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.	P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.	
 ВНИМАНИЕ	H303	Может оказать неблагоприятное действие при проглатывании.	P261	Избегать вдыхания паров.
			P272	Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.
			P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P302+P352	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
			P312	Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу в случае плохого самочувствия.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
			P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
			P501	Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/национальными положениями
 ВНИМАНИЕ	H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.	P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
			P305+P8351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
			P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
	H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.	P337+P313	Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.
			P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.








Паспорт безопасности доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com.








Dodatak uputama za uporabu









REF ACCESS i ELISA Immunoassay Systems






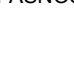


UPOZORENJE I MJERE OPREZA



Na naljepnicama na proizvodu prikazuju se sljedeći novi simboli i izjave o opasnostima i mjerama opreza. Ti su simboli i izjave sukladni s globalno harmoniziranim sustavom klasifikacije i označavanja kemikalija (GHS-om). Dodatne informacije o GHS-u potražite na adresi www.beckmancoulter.com/GHS. U nastavku navedene informacije koristite kao referencu za naljepnice na proizvodu s novim elementima oznaka prema GHS-u dok odgovarajuće upute za uporabu ne ažuriramo tim informacijama.

Simbol	Br. opasnosti	Izraz kojim se izriče opasnost	Br. mjere opreza	Izraz kojim se izriče mjera opreza
 UPOZORENJE	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P280 P333+P313 P362+P364	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
	H316	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P332+P313	U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
 UPOZORENJE	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P337+P313 P362+P364	Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P273	Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
	H402	Štetno za živa bića u vodi.	P280 P333+P313 P362+P364	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
 UPOZORENJE	H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.	P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): isprati kožu vodom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
	H316	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P332+P313	U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H402	Štetno za živa bića u vodi.	P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
  OPASNOST	H317	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P201	Prije uporabe pribaviti posebne upute.
	H360	Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu.	P280 P308+P313	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.

Simbol	Br. opasnosti	Izraz kojim se izriče opasnost	Br. mjere opreza	Izraz kojim se izriče mjera opreza
 UPOZORENJE	H315	Nadražuje kožu.	P264	Nakon uporabe temeljito oprati sapunom i vodom.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P302+P352	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
 UPOZORENJE	H303	Opasno ako se proguta.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P305+P351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
			P312	U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
			P337+P313	Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
 OPASNOST	H316	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P261	Izbjegavati pare.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P284	U slučaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
	H334	Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.	P304+P340	AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti je u položaj koji olakšava disanje
			P332+P313	U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P342+P311	Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  OPASNOST	H315	Nadražuje kožu.	P261	Izbjegavati pare.
			P272	Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
			P302_P352	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
			P305+P551+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
	H318	Uzrokuje teške ozljede oka.	P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
  OPASNOST	H316	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
			P305+P351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H318	Uzrokuje teške ozljede oka.	P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.

Simbol	Br. opasnosti	Izraz kojim se izriče opasnost	Br. mjere opreza	Izraz kojim se izriče mjera opreza
 OPASNOST	H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
			P301+P330+P331	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
			P303+P361+P353	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): isprati kožu vodom.
			P304+P340	AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti je u položaj koji olakšava disanje
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
			P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
   OPASNOST	H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.	P201	Prije uporabe pribaviti posebne upute.
			P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
			P301+P330+P331	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P303+P361+P353	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): isprati kožu vodom.
			P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
	H360	Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu.	P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
UPOZORENJE	H316	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P332+P313	U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
    OPASNOST	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P210	Čuvati podalje od izvora topline, vrućih površina i iskri. Ne pušiti.
	H226	Zapaljiva tekućina i para.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H302	Štetno ako se proguta.	P301+P330+P331	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
			P303+P361+P353	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): isprati kožu vodom.
	H313	Može biti štetna u kontaktu s kožom.	P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
			P308+P311	U slučaju izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati liječnika.
			P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
	H370	Uzrokuje oštećenje organa.	P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.	P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.

Simbol	Br. opasnosti	Izraz kojim se izriče opasnost	Br. mjere opreza	Izraz kojim se izriče mjera opreza
 OPASNOST	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H316	Uzrokuje blagu iritaciju kože.	P301+P330+P331	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
			P303+P361+P353	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): isprati kožu vodom.
	H318	Uzrokuje teške ozljede oka.	P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
			P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
	H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.	P332+P313	U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P337+P313	Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.			
     OPASNOST	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P210	Čuvati podalje od izvora topline, vrućih površina i iskri. Ne pušiti.
	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H226	Zapaljiva tekućina i para.	P301+P330+P331	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
			P303+P361+P353	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): isprati kožu vodom.
	H302	Štetno ako se proguta.	P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
			P308+P311	U slučaju izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati liječnika.
	H313	Može biti štetna u kontaktu s kožom.	P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	H370	Uzrokuje oštećenje organa.	P337+P313	Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.	P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.	
  OPASNOST	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P273	Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
	H318	Uzrokuje teške ozljede oka.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
			P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
	H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.	P310	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
	P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.		

Simbol	Br. opasnosti	Izraz kojim se izriče opasnost	Br. mjere opreza	Izraz kojim se izriče mjera opreza
 UPOZORENJE	H303	Opasno ako se proguta.	P261	Izbjegavati pare.
			P272	Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
			P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
			P302+P352	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P312	U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.
			P501	Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima
 UPOZORENJE	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za oči/lice.
	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.	P305+P8351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
			P333+P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P337+P313	Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.
			P362+P364	Skinite zagađenu odjeću i operite je prije korištenja.








Sigurnosni list dostupan je na techdocs.beckmancoulter.com.






Допълнение към Инструкциите за употреба





REF ACCESS и ELISA Immunoassay Systems



Предупреждения и предпазни мерки







Възможно е да забележите следните нови символи и предупреждения за опасност и препоръки за безопасност върху продуктите етикети. Те са в съответствие с Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химически вещества (GHS). Повече информация за GHS можете да намерите на www.beckmancoulter.com/GHS. Моля, използвайте предоставената по-долу информацията като референтна за продуктите етикети, които съдържат новите елементи съгласно GHS, тъй като все още сме в процес на обновяване на съответните Инструкции за употреба с тази информация.



Символ	Опасност #	Фраза за опасност	Предупреждение #	Предупредителна фраза		
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.		
			R333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.		
			R362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба		
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H316	Предизвиква леко дразнене на кожата.	R332+P313	При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.		
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	R333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.		
	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	R337+P313	При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.		
			R362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба		
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P273	Да се избягва изпускане в околната среда.		
	H402	Вреден за водните организми.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.		
			R333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.		
 ОПАСНОСТ	H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.	R280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.		
			R301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.		
			R303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Облейте кожата с вода.		
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H316	Предизвиква леко дразнене на кожата.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.		
			H317	Може да причини алергична кожна реакция.	R332+P313	При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
			H402	Вреден за водните организми.	R333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
			H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	R362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
			R310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.		

Символ	Опасност #	Фраза за опасност	Предупреждение #	Предупредителна фраза
  ОПАСНОСТ	H317	Предизвиква леко дразнене на кожата.	P201	Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
	H360	Може да увреди оплодителната способност или плода.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
			P308+P313	ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H315	Предизвиква дразнене на кожата.	P264	Измийте внимателно и обилно със сапун и вода след употреба.
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	P302+P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H303	Може да бъде вредно при поглъщане.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
			P312	При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
			P337+P313	При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 ОПАСНОСТ	H316	Предизвиква леко дразнене на кожата.	P261	Избягвайте вдишване на изпарения.
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P284	При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.
			P304+P340	ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
	H334	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.	P332+P313	При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P342+P311	При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Символ	Опасност #	Фраза за опасност	Предупреждение #	Предупредителна фраза
  ОПАСНОСТ	H315	Предизвиква дразнене на кожата.	P261 P272	Избягвайте вдишване на изпарения. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P280 P302_P352	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
	H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.	P305+P551+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
			P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
	H316	Предизвиква леко дразнене на кожата.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
P305+P351+P338			ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.	
P310			Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.	
P333+P313			При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.	
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.	P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба	
  ОПАСНОСТ	H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.	P280 P301+P330+P331	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Облейте кожата с вода.
			P304+P340	ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
			P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
			P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
	P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба		

Символ	Опасност #	Фраза за опасност	Предупреждение #	Предупредителна фраза
 ОПАСНОСТ	H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.	P201	Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
			P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
	H360	Може да увреди оплодителната способност или плода.	P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Облейте кожата с вода.
			P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
			P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
	P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.	P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H316	Предизвиква леко дразнене на кожата.	P332+P313	При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 ОПАСНОСТ	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности и искри. Тютюнопушенето забранено.
	H226	Запалими течност и пари.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
	H302	Вреден при поглъщане.	P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
			P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Облейте кожата с вода.
			P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
	H313	Може да бъде вредно при контакт с кожата.	P308+P311	При явна или предполагаема експозиция: Обадете се на лекар.
	H370	Причинява увреждане на органите.	P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.	P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба	

Символ	Опасност #	Фраза за опасност	Предупреждение #	Предупредителна фраза
  ОПАСНОСТ	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
	H316	Предизвиква леко дразнене на кожата.	P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
			P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Облейте кожата с вода.
	H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.	P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
			P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
	H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.	P332+P313	При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P337+P313	При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P362+P364			Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба	
    ОПАСНОСТ	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности и искри. Тютюнопушенето забранено.
	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
			P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
	H226	Запалими течност и пари.	P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Облейте кожата с вода.
			P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
	H302	Вреден при поглъщане.	P308+P311	При явна или предполагаема експозиция: Обадете се на лекар.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
	H313	Може да бъде вредно при контакт с кожата.	P337+P313	При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
	H370	Причинява увреждане на органите.	P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
	H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.		

Символ	Опасност #	Фраза за опасност	Предупреждение #	Предупредителна фраза
 ОПАСНОСТ	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P273	Да се избягва изпускане в околната среда.
			P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
			P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
	H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.	P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
H412	Вреден за водните организми с дълготраен ефект.	P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба	
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	H303	Може да бъде вредно при поглъщане.	P261	Избягвайте вдишване на изпарения.
			P272	Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
			P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.
	H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P302+P352	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
			P312	При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
			P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
			P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/националните разпоредби.			
H317	Може да причини алергична кожна реакция.	P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазна маска за лице.	
		P305+P8351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.	
		P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.	
		P337+P313	При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.	
		P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба	
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.	P337+P313	При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.	
		P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба	

SDS

Информационният лист за безопасност е наличен на адрес techdocs.beckmancoulter.com.



Beckman Coulter Eurocenter S.A.
22, rue Juste-Oliver, Case Postale 1044,
CH-1260 Nyon 1, Switzerland.
Telephone +41 (0)22 365 36 11

Beckman Coulter do Brazil Com e Imp de Prod de Lab Ltda,
Calçada Aldebarã, 39, Centro De Apoio 2 - Alphaville,
Cep 06541-055 - Santana De Parnaíba, Sp, Brasil
CNPJ: 42.160.812/0001-44



Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.
www.beckmancoulter.com

IMMUNOTECH S.A.S. a Beckman Coulter Company, 130, avenue de Lattre de Tassigny,
BP 177, 13276 Marseille cedex 9, France, 33-491 172 727