



Cytomètre en flux DxFLEx

Le cytomètre en flux DxFLEx est conçu pour les applications cliniques. Il offre des performances de pointe, ainsi qu'une installation et un fonctionnement simples. Les fonctions simplifiées de réglage du système, d'acquisition des données et d'exportation des résultats sont intégrées dans le flux de travail du logiciel CytExpert. Le cytomètre en flux DxFLEx intègre des systèmes optiques d'excitation et de détection au sein d'une conception compacte. Quatre configurations sont disponibles, avec jusqu'à 3 lasers et 15 canaux. Les utilisateurs peuvent mettre à niveau leur configuration ultérieurement afin d'utiliser davantage de lasers ou de filtres optiques.

SYSTÈME OPTIQUE

Caractéristiques des lasers

Laser bleu | longueur d'onde : 488 nm ; puissance : 50 mW ; taille du faisceau : 5 µm × 80 µm

Laser rouge | longueur d'onde : 638 nm ; puissance : 50 mW ; taille du faisceau : 5 µm × 80 µm

Laser violet | longueur d'onde : 405 nm ; puissance : 80 mW ; taille du faisceau : 5 µm × 80 µm

Composants optiques d'émission

Cellule de flux en quartz, à optique intégrée sans alignement en attente de brevet avec > 1,3 NA

Dimensions de la cellule de flux : 420 µm × 180 µm de diamètre interne

Détection de la diffusion aux petits angles (FSC)

Système exclusif de capteur de perte de lumière axiale (ou ALL pour Axial Light Loss) utilisant des photodiodes au silicium avec filtre passe-bande intégré de 488/8 µm.

Détection de la fluorescence et de la diffusion latérale

La fluorescence et la lumière diffusée latérale sont acheminées par fibre optique aux réseaux de photodiodes à avalanche. Une conception exclusive assure une détection performante et efficace des faibles signaux. Des profils d'émission sont collectés à l'aide de composants optiques réfléchissants et de filtres passe-bande à transmission unique.

Résolution de la diffusion aux grands angles (SSC)

300 nm

PERFORMANCES

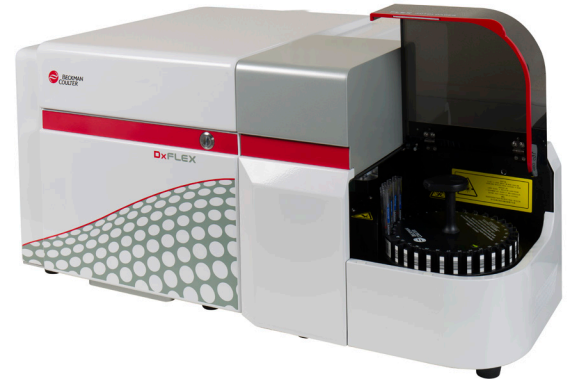
Résolution des diffusions aux petits et grands angles

Les performances de diffusion sont optimisées pour la détection des sous-ensembles de leucocytes (lymphocytes, monocytes et granulocytes), des érythrocytes et des plaquettes.

Contamination*

Réactif : Contamination globale des billes de référence 0,053 %, limite supérieure à 95 % : 0,085 %

Échantillon : Contamination globale -0,051 %, limite supérieure à 95 % : 0,286 %



Sensibilité

FITC : ≤ 30 molécules d'équivalent de fluorochrome soluble (MESF-FITC)
PE : ≤ 10 molécules d'équivalent de fluorochrome soluble (MESF-PE)

Résolution de la fluorescence

CV ≤ 2 %

ÉLECTRONIQUE

Taux d'acquisition nominal

30 000 événements par seconde avec 15 paramètres

Résolution des données

Système entièrement numérique avec plage dynamique couvrant 7 ordres de grandeur

Résolution des données 24 bits

Signal

Zone d'impulsion, hauteur pour chaque canal, largeur pour un canal sélectionnable

FLUIDIQUE

Débits échantillons

Débits prédéfinis 10, 30 et 60 µL/min

Capacité de fluide

Réservoirs standard de 4 L

Consommation de fluide de gaine

Consommation moyenne de gaine : 10 ± 1 mL/min

Cycles de maintenance automatisés

Démarrage (initialisation), mélange échantillon, rétro-lavage, amorçage, arrêt (nettoyage quotidien), nettoyage en profondeur.

Formats d'entrée des échantillons

5 mL (12 × 75 mm), polystyrène et polypropylène

1,5 mL et 2 mL, microcentrifugeuse

Volume mort (carrusel)

25 µL

* Contamination relative au kit de réactifs B27 DuraClone, référence B36862

GESTION DES DONNÉES

Logiciel

Logiciel CytExpert, application exclusive complète avec formats de fichier exportables pour l'analyse hors ligne si besoin. Peut stocker jusqu'à 25 millions d'événements par fichier avec 13 couleurs ; si vous utilisez moins de canaux, davantage d'événements peuvent être enregistrés.

Langue

Anglais ou chinois

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel 64 bits ou
Windows® 10 Professionnel 64 bits

Format FCS

FCS 3.0

Caractéristiques minimales

Processeur : Intel® i3 @ 2,9 GHz, ordinateur	Port Ethernet 1 gigabit
RAM : 4 Go	2 ports USB 3.0
Stockage : 256 Go	4 ports USB 2.0

Compensation

Compensation automatique ou manuelle complète par matrice

Bibliothèque de compensation novatrice pour le stockage des valeurs de chevauchement des colorants permettant une détermination simple et exacte de la matrice de compensation avec de nouveaux réglages de gain

Possibilité d'importer/exporter des valeurs de compensation entre les expériences à l'aide de la fonction bibliothèque de compensation

Amplification de gain linéaire absolue permettant l'utilisation des réglages de compensation entre différentes expériences et différents types d'échantillon

CONFIGURATIONS

Quatre configurations sont disponibles. Les instruments peuvent être mis à niveau en toute simplicité avec l'ajout de lasers et de canaux fluorescents de couleur.

Réf.	DéTECTEURS	FITC		PE		ECD		PC5.5		PC7		APC		APC-A700		APC-A750		PB450		KO525		Violet610		Violet660		Violet780		Chargeur automatique Réf. CO2846
		Canaux de laser bleu Laser 488 nm						Canaux de laser rouge Laser 638 nm				Canaux de laser violet Laser 405 nm																
		525/40 PB	585/42 PB	610/20 PB	690/50 PB	780/60 PB	660/10 PB	712/25 PB	780/60 PB	450/45 PB	525/40 PB	610/20 PB	660/10 PB	780/60 PB														
C47506	5	●	●	●	●	●																					●	
C47507	6	●	●		●	●	●							●													●	
C47508	9	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●						●					●	
C47509	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
C47510	5	●	●	●	●	●																						
C47511	6	●	●		●	●	●							●														
C47512	9	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●						●						
C47513	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

DxFLEX est un instrument de diagnostic *in vitro* disponible uniquement dans les pays où l'approbation réglementaire a été obtenue auprès des organismes de réglementation locaux. Veuillez consulter votre représentant commercial local avant de passer vos commandes.

© 2019 Beckman Coulter Life Sciences. Tous droits réservés.

Beckman Coulter, le logo stylisé, ainsi que les marques de produits et services Beckman Coulter utilisées dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de Beckman Coulter, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour obtenir les coordonnées et numéros de téléphone des différents bureaux de Beckman Coulter dans le monde, veuillez consulter beckman.com et cliquer sur l'onglet « Contact us ».

FLOW-6237SPEC12.19



Contrôle qualité

Routine de CQ quotidien automatique avec suivi et enregistrement des diagrammes de Levey-Jennings

INSTALLATION

Dimensions (l × p × h)

Cytomètre	Réservoirs et support
42,5 cm × 42,5 cm × 34 cm	14 cm × 35,6 cm × 43,4 cm

Poids

Cytomètre : 23,4 kg

Caractéristiques électriques

Tension : 100 Vca - 240 Vca ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz

Puissance : 150 VA normal, 250 VA max.

Conditions de fonctionnement

Température : 15-30 °C

Humidité : 15 % HR-80 % HR sans condensation

Niveau de bruit acoustique

Mesure <65 dBA

OPTIONS

Chargeur automatique

Chargeur de carrousels multiples pour 32 tubes (MCL)

Lecture des codes-barres

Agitation au vortex en tube individuel