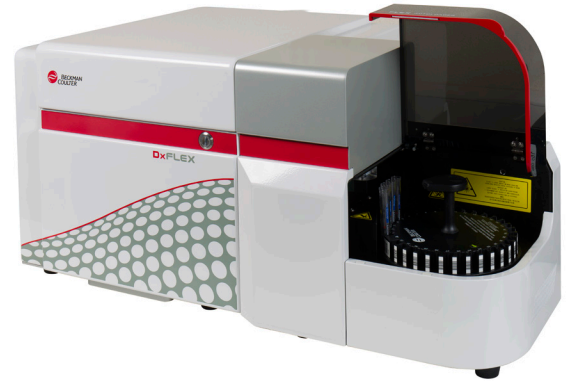




Citometro a flusso DxFLEx

Il citometro a flusso DxFLEx è concepito per le applicazioni cliniche. Oltre a offrire prestazioni avanzate, semplifica l'installazione e il funzionamento. Le impostazioni del sistema, l'acquisizione dei dati e l'esportazione dei risultati sono funzioni semplificate, integrate nel flusso di lavoro del software CytExpert. Il citometro a flusso DxFLEx ha un design compatto e sistemi ottici di eccitazione e rilevazione integrati. Le quattro configurazioni disponibili includono fino a 3 laser e 15 canali. Gli utenti possono aggiornare la loro configurazione in un secondo momento, per usare più laser o filtri ottici.



SISTEMA OTTICO

Specifiche tecniche dei laser

Laser blu | Lunghezza d'onda: 488 nm; potenza: 50 mW; dimensione dello spot del fascio: 5 µm × 80 µm

Laser rosso | Lunghezza d'onda: 638 nm; potenza: 50 mW; dimensione dello spot del fascio: 5 µm × 80 µm

Laser viola | Lunghezza d'onda: 405 nm; potenza: 80 mW; dimensione dello spot del fascio: 5 µm × 80 µm

Ottica a emissioni

Ottica integrata senza allineamento in attesa di brevetto, design della cella di flusso al quarzo con > 1,3 NA

Dimensioni della cella di flusso: diametro interno 420 µm × 180 µm

Rilevazione del Forward Scatter (FS)

Sistema a sensori ALL (Axial Light Loss) proprietario basato sui fotodiodi di silicio con filtro passa banda integrato di 488/8 µm.

Fluorescenza e rilevazione del Side Scatter (SS)

La luce delle fluorescenze e del Side Scatter viene trasportata dalla fibra ottica ai rilevatori basati su fotodiodi a valanga (APD). Il design proprietario garantisce alte prestazioni, elevata efficienza, rilevamento dei segnali a basso rumore. I profili di emissione sono raccolti usando l'ottica a riflessione e i filtri passa banda a trasmissione singola.

Risoluzione del Side Scatter (SS)

300 nm

PRESTAZIONI

Risoluzione del Forward e del Side Scatter

Le prestazioni del Forward e del Side Scatter sono ottimizzate per la risoluzione delle sottopopolazioni di globuli bianchi (linfociti, monociti e granulociti), globuli rossi e piastrine.

Carryover*

Reagente: carryover totale particelle Ref 0,053%, limite superiore 95%: 0,085%
Campione: carryover totale -0,051%, limite superiore 95%: 0,286%

Sensibilità

FITC: ≤ 30 molecole di fluorocromo solubile equivalente (MESF-FITC)
PE: ≤ 10 molecole di fluorocromo solubile equivalente (MESF-PE)

Risoluzione della fluorescenza

CV ≤ 2%

ELETTRONICA

Velocità di acquisizione nominale

30.000 eventi/secondo con 15 parametri

Risoluzione dei dati

Sistema completamente digitale con range dinamico a 7 decadi

Risoluzione dei dati a 24 bit

Segnale

Area, altezza per ogni canale, ampiezza per un canale selezionabile

FLUIDICA

Velocità di campionamento

Velocità preimpostate: 10, 30 e 60 µL/min

Capacità fluidi

Serbatoi standard da 4 L

Consumo di liquido di trasporto

Consumo medio di liquido di trasporto: 10 ± 1 mL/min

Cicli di manutenzione automatica

Avvio (inizializzazione), miscelazione campione, risciacquo, priming, arresto (pulizia giornaliera), pulizia profonda.

Formati disponibili per il campionamento

Tubi di polistirene e polipropilene da 5 mL (12 × 75 mm)

Provette da microcentrifuga da 1,5 mL e 2 mL

Volume morto (rotore)

25 µL

* Carryover riguardante il kit di reagenti B27, n° di catalogo B36862

GESTIONE DEI DATI

Software

Software CytExpert, applicazione proprietaria completa di tutte le funzioni con formati di file esportabili per eventuali analisi offline. Archiviazione di 25 milioni di eventi per file con 13 colori; possibilità di salvare più eventi usando meno canali.

Lingua

Inglese e cinese

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 64 Bit, oppure
Windows® 10 Professional 64 Bit

Formato FCS

FCS 3.0

Specifiche tecniche minime

CPU: Intel® I3 a 2,9 GHz	1 porta Gigabit Ethernet
RAM: 4 GB	2 porte USB 3.0
Spazio di archiviazione: 256 GB	4 porte USB 2.0

Compensazione

Compensazione a matrice intera automatica o manuale

Nuova libreria di compensazione per l'archiviazione dei valori di spillover dei fluorocromi per determinare facilmente la matrice di compensazione corretta anche con valori diversi dei gain

Possibilità di importare/esportare i valori di compensazione tra gli esperimenti utilizzando la funzione della libreria di compensazione

Amplificazione lineare dei gain, per consentire l'uso delle matrici di compensazione tra esperimenti e tipi di campioni

Controllo qualità

Accesso protetto da password e QC giornaliero automatico con monitoraggio dei parametri tramite diagrammi di Levey-Jennings

INSTALLAZIONE

Dimensioni (L × P × A)

Citometro	Serbatoi e supporto
42,5 cm × 42,5 cm × 34 cm	14 cm × 35,6 cm × 43,4 cm

Peso

Citometro: 23,4 kg

Specifiche tecniche elettriche

Tensione: CA 100 V - 240 V ± 10%, 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz

Energia elettrica: 150 VA normale, 250 VA max.

Condizioni di esercizio

Temperatura: 15-30°C

Umidità: umidità relativa (RH) 15%-80%, senza condensa

Livello di rumore acustico

Livello di misura < 65 dBA

OPZIONI

Caricatore automatico

Caricatore con rotore multiplo (Multi Carousel Loader, MCL) da 32 provette

Letture di codici a barre

Miscelazione in vortex per provette singole

CONFIGURAZIONI

Quattro configurazioni disponibili. È possibile eseguire facilmente l'upgrade degli strumenti aggiungendo altri laser e canali fluorescenti a colori.

PN	Rivelatori	FITC		PE		ECD		PC5.5		PC7		APC		APC-A700		APC-A750		PB450		KO525		Violet610		Violet660		Violet780		Caricatore automatico PN C02846
		525/40 BP	585/42 BP	610/20 BP	690/50 BP	780/60 BP	660/10 BP	712/25 BP	780/60 BP	450/45 BP	525/40 BP	610/20 BP	660/10 BP	780/60 BP														
C47506	5	●	●	●	●	●																						●
C47507	6	●	●		●	●									●													●
C47508	9	●	●		●	●								●	●							●						●
C47509	13	●	●	●	●	●								●	●							●			●			●
C47510	5	●	●	●	●	●																						
C47511	6	●	●		●	●									●													
C47512	9	●	●		●	●									●	●						●						
C47513	13	●	●	●	●	●									●	●						●			●			

DxFLEX è uno strumento IVD disponibile solo nei Paesi nei quali gli enti regolatori preposti hanno rilasciato le necessarie approvazioni.

Prima di effettuare gli ordini, verificare con i rappresentanti delle vendite locali.

© 2019 Beckman Coulter Life Sciences. Tutti i diritti riservati.

Beckman Coulter, il logo stilizzato e i marchi di prodotti e servizi Beckman Coulter qui usati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di Beckman Coulter, Inc. negli USA e in altri Paesi.

Per conoscere l'indirizzo e il numero di telefono della sede italiana Beckman Coulter, visita il sito beckman.com

FLOW-6237SPEC12.19

