



Vi-CELL XRとVi-CELL BLUとの 仕様比較

Vi-CELL BLUは、Vi-CELL XRの優れた機能を引き継いでいます。また、長年にわたってお客様の要望をヒアリングし、この新しいVi-CELLにお客様の声を反映させました。その結果、性能の向上をはじめ新しい機能も付与されました。以下に示す仕様比較リストは情報提供のみを目的としています。

最新の仕様はウェブサイト (<https://www.beckman.jp/>) をご参照ください。

仕様比較

	Vi-CELL XR	Vi-CELL BLU
1サンプル解析時間	180秒	< 130秒 ノーマルモード < 90秒 高速モード
カローセルのスポット数	12穴	24穴
96ウェルプレート	-	対応
全自動測定	対応	対応
生死判定方法	トリパンブルー染色法	トリパンブルー染色法
細胞径の範囲	2 ~ 70 μm	2 ~ 60 μm
フォーカスシステム	オートフォーカス	オートフォーカス
画像転送方式	Firewire	USB 3.0
カメラセンサーサイズ	1,280×960 pixels	2,048×2,048 pixels
撮影画像サイズ	882×661 pixels	2,048×2,048 pixels
解析画像サイズ	832×611 μm	1,000×1,000 μm
有効解像度	1 μm per pixel	0.5 μm per pixel
1画像当たりのサンプル量	43 nL	65 nL
最小サンプル量	500 μL	200 μL ノーマルモード (170 μL 高速モード)
細胞濃度範囲	5×10 ⁴ ~ 1×10 ⁷ cells/mL	5×10 ⁴ ~ 1.5×10 ⁷ cells/mL
計数精度	± 10%	± 10%
計数の再現性	± 10%	± 5%
試薬パックの使用回数	200回測定/パック	310回測定/パック
21 CFR part 11 コンプライアンス	対応	対応
データの出力形式	TXT、Microsoft Excel	TXT、Microsoft Excel
タッチスクリーン	非対応	対応
PC 関連	外部 PC、Windows 7 OS	機器組み込み型 PC、Windows 10 OS、64 bit
コンピュータの仕様	注文した構成によって異なります	6 th i7-6700 Generation Intel CPU 4 cores at 3.4 GHz 16 GB DDR4-2400 RAM Mini-ITX Motherboard 500 GB Samsung EVO 850 SSD
機器への接続方式	PC システムを介して接続	2×USB 3.0 ポート、ギガビットイーサネット
高さ	445 mm (PCは除く)	450 mm
幅	380 mm (PCは除く)	540 mm
奥行	410 mm (PCは除く)	420 mm
重量	11.3 kg (PCは除く)	28 kg
電源	50 ワット (最大 65 ワット) 100V、120V、220V or 240 V、50/60 Hz	50 ワット (最大 65 ワット) 100V、120V、220V or 240 V、50/60 Hz



装置の管理に使用する濃度コントロールビーズ

製品番号	製品名
C09145	Vi-CELL BLU 50% 生存率コントロール
C09147	0.5 M 濃度コントロール (0.5×10^6 /mL)
C09148	2 M 濃度コントロール (2×10^6 /mL)
C09149	4 M 濃度コントロール (4×10^6 /mL)
C09150	10 M 濃度コントロール (10×10^6 /mL)
6602796	L10 スタンダード粒子 (10 μ m、ラテックス粒子 (NIST トレーサブル)) 1 \times 15 mL

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704 FAX 03-5530-2460
e-mail bckkas@beckman.com URL <http://www.beckmancoulter.co.jp>