

Vi-CELL BLU

生死細胞オートアナライザー

より速く使いやすく、さらに創造的に



Vi-CELL BLU はバイオリジクス業界で広く使用されている細胞の生死判定を行うセルカウンターです。細胞の生死判定、計数を行う方法として広く受け入れられているトリパンブルー染色法により、染色から機器の洗浄までの工程を自動化し細胞の計数を行います。

Vi-CELL BLUは少量・大量の細胞培養液中の細胞を正確に計測します。この仕様により研究から製造スケールまでの使用に対応します。

バイオファーマやアカデミアなど、細胞を扱う多くの施設でお使いいただけます。

- 細胞染色から機器の洗浄まで完全自動化
- 高速測定
- 必要サンプル量の低減
- 機器間差の低減

Vi-CELL XR の優れた機能を継承

Vi-CELL XR のコンセプトに基づく新たな仕様

- 細胞染色、細胞計数、機器の洗浄の工程を自動化
- 24ポジションカローセルに加え、空いているポジションにサンプルを追加可能
- 96ウェルプレート対応
- デザインされた試薬パック（トリパンブルー、バッファ、殺菌消毒液、洗浄液がすべて内蔵）
- PC (Windows 10 OS) 組み込み型タッチスクリーン対応
- 21 CFR Part 11対応
- IQ/OQ対応
- Active Directoryによるシングルサインオン対応



Vi-CELL BLU のテクノロジー

- Vi-CELL BLUは解析スピードの向上、データの信頼性および客観性に十分な考慮がなされています。そして従来の方で提供できなかった情報を取得し提供します。
- **ハイスピードカメラ**によりサンプルの流れを止める必要がなく、フローセル内のサンプルを撮影します。その結果、サンプル解析の時間が短くなり、解析の全工程に要する時間が短くなりました。
- **チューブの長さ**と内径を短く小さくすることにより、分析に使うサンプル量が少なくなりました。
- **シリンジポンプ速度の最適化**により、気泡の混入を最小限に抑えながら混合することで混合と洗浄時間が短くなりました。
- **高度なソフトウェアアルゴリズム**:
 - 濃度スロープを使うことで、各濃度ポイントにおける直線性および精度がより向上します。
 - 再解析機能により、様々な細胞に合わせた計測（セルタイプ）を最適化できます。
 - 気泡検出機能はオペレーターに画像中の気泡の存在を知らせます。
 - フローセルにある小さなゴミを検出し、計数しないようにすることができます。



データインテグリティ・21 CFR Part 11 対応

Vi-CELL BLU は以下の 21 CFR Part 11 コンプライアンスに則したシステムを提供します。

- 監査証跡
- エラーログの記録
- 電子署名
- 厳格なサインイン要求
- IQ/OQレベルでの機器管理ツールを提供
- RFタグによる試薬情報管理システム
- SQLベースのデータベース
- ユーザー権限
- Active Directory



仕様

基本性能	オートサンプラー	プレート対応	解析時間	サンプル量	最大サンプル量	21 CFR Part 11 対応	懸濁およびトリパンブルー混合回数設定
Vi-CELL BLU	24ポジション	96ウェルプレート	標準解析時間 通常モード: 130秒 高速モード: 90秒 (100画像, 2×10 ⁶ cells/mL)	170 μL (高速モード) 200 μL (通常モード)	500 μL (通常モード)	対応 (DIシステム)	任意設定可能
メリット	全自動	<ul style="list-style-type: none"> • 多検体対応 • 全自動解析 	タイムセービング サンプル解析速度の向上	少量培養、貴重サンプルからの少量サンプル測定に対応	-	コンプライアンス	細胞種に合わせて懸濁回数・染色液混合回数設定可能
対応OS			電源		設置温度		重量
Windows 10			50 W, 65 W (最大) AC: 100 ~ 240 V, 2.5 A, 50 ~ 60 Hz		13 ~ 37° C		28 kg

柔軟な操作性

- 容易な試薬パックの交換
- 1回使い切り濃度コントロールに仕様変更
- データのエクスポート
- 個人PCでのデータ解析

クリーンルーム対応

- 機器表面の拭き洗浄可能
- 外部PC、モニター不要
- 過酸化水素ガス耐性 (20回/年)

サービス・サポート

弊社では様々なサービス・サポート（機器の設置、保守プログラム、点検、修理）を提供しています。

設置、適格性、保証について

メンテナンス	コンプライアンス	トレーニング
様々なサービスプログラムにより機器の状態、管理をサポートします。	適切に定められた作業手順を有しています。また、追跡可能な作業記録を残します。	ユーザーに対しお客様ご施設またはオンラインでのトレーニングプログラムを提供します。



BeckmanConnect

リモートサポートにより機器の診断、トラブルの解決方法のサポートを行います。素早い機器の状態の確認、対応を目的としています。



テクニカルサポート

専門分野のトレーニングを受けた技術スペシャリストによって、電話または訪問による機器のトラブル、技術的なサポート対応を行います。



技術資料

オペレーターガイド、安全データシート、証明書などは必要に応じて弊社Webサイトの技術資料ライブラリで検索することができます。

サンプル入力の追加機能	シングルサインオン対応	セルタイプの設定機能	濃度範囲	測定精度	結果の再現性	サイズ範囲	濃度範囲を超えた場合のアラート機能	凝集細胞のデクラスタリング設定機能	真円度の計測機能
対応	Active Directory	あり	$5 \times 10^4 \sim 1.5 \times 10^7$ cells/mL	2.0×10^6 個/mL 以上では、コールターカウンターによる測定値との差が10%以内	2.0×10^6 個/mL 以上の同一サンプルでは、結果のばらつき (CV) は $\pm 5\%$ 以内	2 ~ 60 μm	あり	あり	あり
必要に応じてサンプル入力可能	Windows ログイン時のパスワードの利用	<ul style="list-style-type: none"> • 細胞種に合わせたカウント設定 • 異なる細胞計数法との関連調整対応 	高濃度サンプルにも対応	測定精度の向上	再現性の向上	小さな細胞や酵母細胞を、よりはっきりと検出可能	自動アラートシステムを採用	凝集しやすい細胞の分離カウントに効果を発揮	サンプル中のデブリスの分離に寄与

寸法

42 (W) × 54 (D) × 45 (H) cm

Vi-CELL BLU オーダーシート

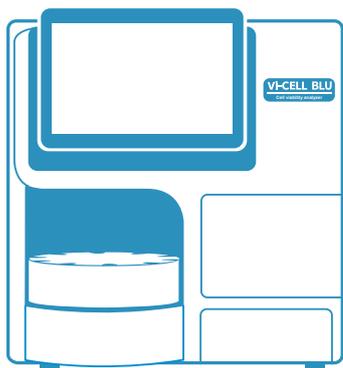
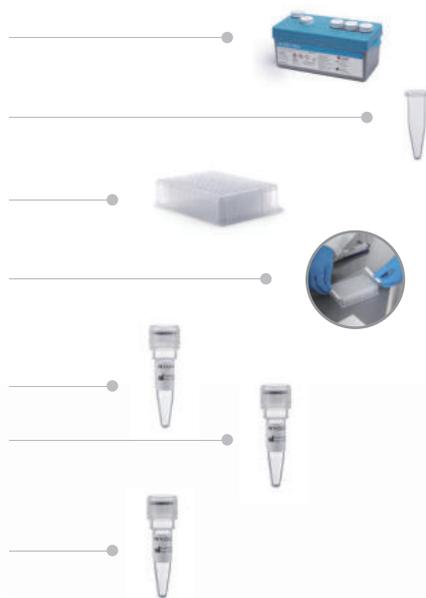
Vi-CELL BLUシステム

製品番号	製品名
C19196	生死細胞オートアナライザー Vi-CELL BLU



アクセサリ/消耗品

製品番号	製品名
C06019	Vi-CELL BLU 試薬パック(1パック)
C39291	Vi-CELL BLU 試薬パック(4パック)
C99606	サンプルチューブ(500個入り)
C99716	96ウェルプレート(5枚入り)
C99715	96ウェルプレート(50枚入り)
C24842	96ウェルプレートスリップシール(10枚入り)
C09147	Vi-CELL BLU 濃度コントロール(0.5 M)
C09148	Vi-CELL BLU 濃度コントロール(2 M)
C09149	Vi-CELL BLU 濃度コントロール(4 M)
C09150	Vi-CELL BLU 濃度コントロール(10 M)
C09145	Vi-CELL BLU 濃度コントロール(50% viability)
C23660	スタートアップキット



BeckmanConnectによるリモートデスクトップ共有で、お客様が直面している問題を即座に探知します。

ベックマン・コールター製の装置が BeckmanConnect に接続され、お客様からご依頼があった場合、高度な知識を持つサービスのスペシャリストが、お客様のシステムを安全かつリアルタイムに監視することができます。

※リモートサポートのご利用には専用ソフトウェアのインストールが必要です。個別のオンライントレーニングまたはアプリケーションサポートの際にもご利用可能です(有償)。BeckmanConnect リモートサポートは保証期間または保守締結されているお客様にご利用いただけます。保証または保守有効期間が過ぎた場合ご利用できませんので予めご了承ください。詳細は担当サービスエンジニアにお問い合わせください。

※Vi-CELL BLUは診断医療行為には使用できません。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

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

e-mail bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

P23b0048d

MAPSS-LS-202104-34

B90064 2023.10-400(L)