

ベックマン・コールター ライフサイエンス
ValitaCell 事業買収に伴う「ValitaTiter Kit」発売に関するお知らせ

ベックマン・コールター株式会社（本社東京都 代表取締役 小林久子）は、2022 年 9 月の Beckman Coulter Life Sciences による ValitaCell Ltd. 買収に伴い、国内での ValitaCell 製品 ValitaTiter Kit の取り扱いを開始いたします。

ValitaCell はアイルランド ダブリンに本社を置く、バイオ医薬品企業向けの分析テクノロジーと製品を提供する企業です。主力製品の ValitaTiter による IgG 抗体定量アッセイは、既存の ELISA や HPLC などによる測定に比べ、迅速、簡便な測定が可能です。ValitaCell の先端テクノロジーは、世界の主要な市場での特許技術であり、Irish Pharmaceutical Awards Pharma Start-up of the Year in 2017、InterTradeIreland's Seedcorn awards などの数々の賞を獲得し、Horizon 2020 で最も成功しているアイルランドカンパニーの一つに挙げられました。

ValitaTiter は、より迅速に、かつハイスループットで IgG 抗体量を測定することが可能なマイクロウェルプレートベースのアッセイキットです。蛍光偏光を用いた抗体定量技術により、前処理なしに、サンプルをそのままプレートに加え 5 分間インキュベートするだけで測定できます。マニュアルステップを削減し、迅速に測定でき、また、当社自動分注ワークステーション Biomek などのラボラトリーオートメーションシステムを用いた自動化にも適しており、抗体医薬品のさまざまな研究・開発ステップにおいて、そのワークフローを改善することが可能です。

ValitaCell ウェブサイト : <https://valitacell.com/>

ValitaTiter 製品情報 :

https://www.beckman.jp/landing/valitacell/valitatiter?utm_medium=beckman.com&utm_source=beckman.jp&utm_campaign=mtjp-part-0307-valitatiter-launch-promotion-23-03--jp&utm_content=part_leadgen_top

以上

ベックマン・コールターについて

弊社は米国に本社を置き、世界各国でビジネスを展開するグローバルカンパニーです。

臨床検査分野、ライフサイエンス分野という 2 つの分野で事業を構成しており、世界をより健康な場所にするために 11,000 人を超える社員が日々業務に取り組み、幅広い製品・サービス・ソリューションをご提供しています。

臨床検査分野の製品は、血液などから必要な情報を得ることで患者を診断、経過観察するために、世界中の病院、医療関連施設の臨床検査技師の方々に利用していただいています。

ライフサイエンス分野の製品は、疾病や新しい治療方法の研究、複雑な生物学の問題を検討するために、バイオ関連企業、大学、専門学校などの研究者の方々に採用されており、また、粒子計測製品は製造業の皆様にも使われています。

【本件に関するお問合せ先】

- 報道関係の方：
ベックマン・コールター株式会社 コーポレートコミュニケーションズ 石井 康子
Email : yishii@beckman.com