

2022 年 12 月

お客様 各位

ベックマン・コールター株式会社
ライフサイエンス 粒子計測事業本部

生死細胞オートアナライザーVi-CELL XR 販売終了に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配に預かり厚く御礼申し上げます。

このたび、2022 年 12 月 31 日をもって、以下のように生死細胞オートアナライザーVi-CELL XR の販売を終了させていただきます。消耗品の販売ならびにサービスサポート体制につきましては継続いたします。

長年にわたり、Vi-CELL XR に格別のご愛顧を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。後継機種として、より高速、必要サンプル量の低減、96 ウェルプレート対応など、さまざまな機能が新たに搭載された Vi-CELL BLU を販売しております。機器更新の際には、Vi-CELL BLU をご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売終了製品

生死細胞オートアナライザーVi-CELL XR

2. 販売終了日

2022 年 12 月 31 日

3. サポート終了予定日

2027 年 12 月 31 日（現在の予定であり、変更となる場合があります。）

4. 後継機種

Vi-CELL BLU：詳しくは弊社 Web サイト(<https://www.beckman.jp/>)よりご確認ください。

以上

お問い合わせ先	ベックマン・コールター株式会社 お客様サポートセンター
	0120-566-730 または 03-6745-4704
	電話受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・その他休業日を除く）