

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

p | 03 - 6745 - 4704 f | 03 - 5530 - 2460

w | https://www.beckman.jp/

2023年8月吉日

お客様 各位

ベックマン・コールター株式会社

ライフサイエンス事業部 フィールドサービス本部 部門長 佐々木 功

Quanta SC/Quanta SC MPL 修理サービス終了のお知らせ

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

Quanta SC/Quanta SC MPL につきまして、2013 年 3 月に製造・販売終了ご案内をお送りし、修理サービスを継続して行ってまいりましたが、米国からの基幹部品供給が完全に終了となり、弊社在庫も無くなりましたため、修理サービスを終了させていただくことを決定いたしました。長年にわたりご愛用いただいておりますお客様には誠に恐縮ではございますが、事情ご賢察のうえご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお後継機種といたしましては、CytoFLEX シリーズがございます。これらの機種への更新をご検討いただけますと幸甚でございます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

謹白

	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
お問い合わせ先	TEL 0120-566-730 または 03-6745-4704
	電話受付時間 9:00~17:30 (十・日・祝日・その他休業日を除く)