

2022 年 11 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

分析用超遠心機 ProteomeLab XLI / ProteomeLab XLA 保守サービス終了予定のお知らせ

謹啓 時下益々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を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、分析用超遠心機 ProteomeLab XLI、ProteomeLab XLA につきまして、保守契約サービス終了予定のご案内をさせていただきます。これまで日本国内におきましては、お客様のご要望に沿えるよう保守サービス用に部品在庫を確保し、保守サービスを提供することを継続してまいりました。しかしながら 2018 年 11 月に製造終了となり、今後米国からの基幹部品の供給が困難となる見込みがございます。当面はフルサポートのご対応を行わせていただきますが、2025 年 12 月 31 日をもって保守サービスを終了させていただく予定です。

弊社では、サポート終了後も交換部品が入手可能な限り、上記ユニットのサポートサービスに尽力して参ります。なお、サプライヤーの供給状況により、サポート終了期間が前後する場合がございます。予めご了承ください。

なお下記に後継機種についてご案内させていただきますので、こち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

記

サービス終了予定日	対象機種	後継機種
2025 年 12 月 31 日	分析用超遠心機 ProteomeLab XLI 分析用超遠心機 ProteomeLab XLA	分析用超遠心機 Optima AUC

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
	TEL 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)