

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3月

お客様 各位

ベックマン・コールター株式会社

ライフサイエンス事業部 フィールドサービス本部

部門長 佐々木功

液体シンチレーションカウンセリングシステム LS6000/LS6500 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、につきまして、液体シンチレーションカウンセリングシステム LS6000/LS6500 保守サービス終了予定のご案内をさせていただきます。

2021 年 1 月にご案内いたしましたように米国からの基幹部品供給が困難な状況に伴いまして、保守点検、修理対応は弊社の保有する保守用部品の範囲内でサポートが継続してまいりました。今後基幹部品の供給が困難となる見込みがございますため、2023 年 3 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が、サポート終了時期はサプライヤーの部品供給状況により前倒しとなる可能性がございます。予めご了承ください。

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、事情ご賢察の上ご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

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
2023年3月31日	LS6000 シリーズ
	LS6500

以上

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 (土・日・祝日・その他休業日を除く)	

MAPSS-LS-202304-41 LSR-B-2023-027