

2023 年 9 月

お客様 各位

ベックマン・コールター株式会社  
ライフサイエンスサービス統括部門  
部門長 佐々木 功

## 粒度分布測定装置 Multisizer3 保守サービス終了のお知らせ

拝啓 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。

さて、弊社製品 につきまして、粒度分布測定装置 Multisizer3 の製造・販売終了以降も保守サービスを継続して行っていました。昨今、米国からの基幹部品供給が困難となり、2025 年 3 月末日をもって保守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(対象機種につきましては、下記をご参照ください)。

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Multisizer4eがございます。こ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。

敬具

### 記

保守サービス終了日	2025 年 3 月 31 日
対象機種	精密粒度分布測定装置 Multisizer3  製造番号の先頭のアルファベット2文字がAM以降の機種

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 0120-826-777 または 03-6745-4705 電話受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)
---------	--