

ベックマン・コールター株式会社

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

2012年4月1日

お客様各位

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

ラボラトリーオートメーションコアシステム ORCA 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、弊社ラボラトリーオートメーションコアシステム ORCA につきまして、製造・販売終了後の2008年2月以降も保守サービスを継続して行ってまいりましたが、昨今、米国からの基幹部品供給が困難となり、2013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。

長年にわたり当装置をご愛用いただいておりますお客様には甚だ恐縮ではございますが、事情ご賢察のうえ何とぞご理解・ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、部品供給が可能な修理およびアプリケーションサポートにつきましては、引き続き承りますので、 詳細は下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

保守サービス終了日	2013年3月31日
対象機種	ラボラトリーオートメーションコアシステム ORCA

以上

	ベックマン・コールター株式会社 コールセンター
お問い合わせ先	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)

(No.LSR-12-C003)