

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

2012年1月5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

超高速セルソータ— MoFlo 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、弊社超高速セルソータ—Moflo(Legacy)につきまして、ダコ・ジャパン株式会社からの業務移管後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12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、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。

敬具

記

保守サービス終了日	2013年12月31日
対象機種	MoFlo

以上

	ベックマン・コールター株式会社 ホットライン
お問い合わせ先	0120-826-777
	電話受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)