

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

2013年4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 統括部長 佐々木 功

マイクロプレートインスツルメンテーション AD300 AD340 LD400 MW96 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 マイクロプレートインスツルメンテーション AD200 AD340 LD400L MW96 につきましては、2008 年に製造・販売を終了しています。それに伴い 2010 年 12 月末をもちまして上記機種の保守サービスを終了させて頂いております。

何卒、事情ご理解ご賢察の上、今後とも弊社製品のご愛顧を賜り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	2010年12月31日
対象機種	マイクロプレートインスツルメンテーション AD200、AD340、LD400、MW96

以上

	ベックマン・コールター株式会社 カスタマーサポートセンター
お問い合わせ先	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)

(No.LSR-B-2013-010)