

2022 年 8 月吉日

お客様各位

ベックマン・コールター株式会社

ライフサイエンス事業部

フローサイトメトリー事業本部

(訂正) 抗体試薬製品 販売中止のご案内

謹啓 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。

先日、お送りいたしました「抗体試薬製品 販売中止のご案内」におきまして、8546929 の JAN コード記載に誤りがありました。お詫び申し上げますとともに訂正のご案内をお送り申し上げます。

下記のように弊社取り扱い COULTER CLENZ (製品番号 8546929、8546930、8546931) を在庫なくなり次第、販売中止とすることになりましたので、取り急ぎ ご連絡いたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

試薬に関する情報は、弊社 Web サイト (<http://www.bc-cytometry.com/>) にて随時お知らせして参りますので、併せてご参照いただければ幸甚に存じます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【販売中止製品】

製品番号	JAN コード	製品名称	希望小売価格 (税別)
8546929		COULTER CLENZ 洗浄液 500mL	¥1,000
8546930	4987 666306430	COULTER CLENZ 洗浄液 5L	¥9,900
8546931	4987 666306447	COULTER CLENZ 洗浄液 10L	¥19,000

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 電話：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)
---------	---