

2023 年 10 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 フローサイトメトリー事業本部

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。

さて、この度 下記、弊社取り扱い抗体試薬製品を在庫なくなり次第、販売中止とさせていただきますので、
取り急ぎご連絡いたします。DxFLEX をご使用の場合は、B53230 CYTOFLEX DAILY QC FLUOROSPHERES の
代替品として DxFLEX Daily QC Fluorospheres (C39283) をご使用いただけますようお願い申し上げます。
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。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【販売中止製品および代替品】

販売中止品	
製品番号	製品名称
B53230	CYTOFLEX DAILY QC FLUOROSPHERES (用時希釈タイプ)

代替品			
製品番号	JAN コード	製品名称	希望小売価格 (税別)
C39283	4987 666481182	DxFLEX Daily QC Fluorospheres, 3 x 10 mL (調製済み、希釈不要タ イプ)	¥104,000

- CytoFLEX をご使用の場合は、代替品として CYTOFLEX READY TO USE DAILY QC FLUOROSPHERES (C65719) をご使用ください。

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)
---------	--