

2022 年 4 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

**抗体試薬製品 販売中止のお詫びと代替え品のご案内**

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 弊社取り扱い CD99-APC（製品番号 B76270）および CD99-ECD（製品番号 B76291）を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)
B76270	4987 666480734	CD99-APC (クローン：HCD99)	¥48,000
B76291	4987 666480741	CD99-ECD (クローン：HCD99)	¥55,000

**【代替製品】**

製品番号	JAN コード	製品名称	希望小売価格 (税別)
C73916	4987 666481199	CD99-APC (クローン：3B2/TA8)	¥55,000
C73917	4987 666481205	CD99-ECD (クローン：3B2/TA8)	¥80,000

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

LSR-B-2022-020