

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

抗体試薬製品 新製品発売のご案内

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。

このたび、下記のとおり新製品を発売する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

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

【新製品】

製品番号	JANコード	製品名称	容量	希望小売 価格 (税別)
C34369	4987 666481472	DURAClone SC Mesenchymal Tube	25 tests	¥210,000
C49589	4987 666481489	DURAClone SC Hematopoietic Tube	25 tests	¥180,000
C75112	4987 666481496	DURAClone RE CTC Tube	25 tests	¥135,000
C75118	4987 666481502	PerFix CTC (Kit)	15 tests	¥90,000
C96081	4987666481519	DURAClone IM Innate Lymphoid Cell Tube	25 tests	¥280,000
C21857	4987 666481526	DURActive 3	25 tests	¥35,000

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-2022-049