

2023年4月

お客様各位

ベックマン・コールター株式会社
ライフサイエンス事業
粒子計測事業本部

コールターカウンター用洗浄液（コールタークレンツ）の代替製品のお知らせ

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。

先般販売を中止いたしました弊社コールターカウンター用洗浄液であるコールタークレンツ製品（製品番号8546929、8546930、8546931）の代替製品につき、下記にてご案内申し上げます。

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

【コールタークレンツ（製品番号：8546929、8546930、8546931）代替品】

製品番号： 628023
製品名： DxH クリーナー 10L
メーカー希望小売価格： 25,500 円

*コールタークレンツの販売終了後、代用品として Flow Clean 洗浄剤（製品番号：A64669）をご紹介しておりましたが、内容成分はほぼ変わらないため、引き続き使用されても、問題ございません。

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）