

2023 年 11 月 24 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 マーケティング本部

本部長 藤村 興輝

製品価格改定についてのご案内

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、このたび 2024 年 1 月 1 日に弊社ライフサイエンス事業の一部取扱製品の価格を改定させていただきます。変更価格は個々の製品ごとに異なり、世界的な製造原価、輸送費、人件費などの上昇に伴い、価格の変更を実施させていただきます。

ベックマン・コールター ライフサイエンスでは、新たなイノベーションのために継続した投資を実施し、常に新しい製品ポートフォリオ、サービスを提供し、みなさまの業務を最大化、コストの削減へ最大限貢献できるように努めております。

この度の変更に関して、何卒ご理解頂くとともに、今後も変わらぬご愛顧を頂きますようよろしくお願いいたします。

謹白

記

実施時期	対象製品
2023 年最終受注締切以降より変更	ライフサイエンス事業製品 詳細は別紙「2024 年 1 月_価格改定品目一覧」をご覧ください。

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
	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）