

2023 年 1 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 マーケティング本部
本部長 藤村 興輝

96 スクエアディープウェルプレート非滅菌および滅菌の販売終了に関するお知らせ

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を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022 年 12 月 31 日をもって、下記 96 スクエアディープウェルプレートを販売終了させて頂きましたことをご連絡申し上げます。

後継品を発売する計画はございますが、現時点において、発売日等は決定しておりません。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、他社様の同等品をご購入頂きますよう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、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

製品番号	製品名
140504	96 スクエアディープウェルプレート 非滅菌 PP 製 (2mL/ウェル、24 枚)
609681	96 スクエアディープウェルプレート 滅菌 PP 製 (2mL/ウェル、24 枚)

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)

LSR-B-2023-003