



a | 〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC有明ウエストタワー
o | 03 - 6745 - 4704
f | 03 - 5530 - 2460
w | beckman.jp

2023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 マーケティング本部
本部長 藤村 興輝

RNAdvance Viral XP 販売終了について

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、長らくご愛顧賜りました弊社製品 RNAdvance Viral XP（製品番号：C59543）につきまして2023年5月31日をもちまして販売終了させていただきます。長年にわたるご愛顧に対し、あらためて厚く御礼申し上げます。

代替製品につきましては、RNAdvance Viral（製品番号：C63510）となります。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

謹白

記

販売終了製品

製品番号：C59543 製品名：RNAdvance Viral XP 1,056 prep（検体からのウイルス RNA 抽出用）

販売終了日

2023年5月31日

代替製品

製品番号：C63510 製品名：RNAdvance Viral 768 prep（検体からのウイルス RNA 抽出用）