



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

2022年7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 バイオテクノロジー事業本部  
執行役員 事業本部長 荻野 賢二

### Genfind v2 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 Genfind v2（製品番号：A41497, A83078）につきまして2022年7月29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、GenFind V3（製品番号：C34880, C34881）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：A41497 製品名：Genfind v2 384 prep（全血からのゲノム DNA 抽出用）

製品番号：A83078 製品名：Genfind v2 4800 prep（全血からのゲノム DNA 抽出用）

#### 販売終了日

2022年7月29日

#### 代替製品

製品番号：C34880 製品名：GenFind V3 50 prep（全血からのゲノム DNA 抽出用）

製品番号：C34881 製品名：GenFind V3 384 prep（全血からのゲノム DNA 抽出用）