

2023 年 10 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 フローサイトメトリー事業本部

### 抗体試薬製品 販売中止のご案内

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、この度 下記、弊社取り扱い抗体試薬製品を在庫なくなり次第、販売中止とさせていただきますので、  
取り急ぎご連絡いたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程よろしく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、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 【販売中止製品および代替品】

| 販売中止品   |                                  | 代替品     |                |                                                            |                |
|---------|----------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 製品番号    | 製品名称                             | 製品番号    | JAN コード        | 製品名称                                                       | 希望小売価格<br>(税別) |
| 6607121 | PC7 (770/488) セットアップキット          | A63492  | 4987 666470803 | Flow-Set Pro                                               | ¥38,900        |
| 6607007 | FLOW-SET                         | A63492  | 4987 666470803 | Flow-Set Pro                                               | ¥38,900        |
| 737663  | APC (675/633) セットアップキット          | A63492  | 4987 666470803 | Flow-Set Pro                                               | ¥38,900        |
| 6603473 | IMMUNO-BRITE                     | —       | —              | —                                                          | —              |
| 6607055 | DNA-PREP 用試薬                     | —       | —              | —                                                          | —              |
| 7546946 | IMMUNOPREP(Q-Prep 用,<br>100 テスト) | 7546999 | 4987 666401937 | IMMUNOPREP ( Multi-<br>Q-Prep、TQ-Prep 用 )<br>(250-300 テスト) | ¥57,800        |

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<br>電話: 0120-566-730 または 03-6745-4704<br>電話受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|