

# フローサイトメーター & セルソーター

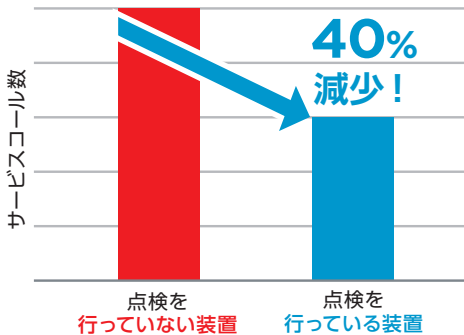


## ベックマン・コールター ライフサイエンス 秋のメンテナンスキャンペーン

期間 2024年9月1日(日) ~ 11月30日(土) 受注分まで

キャンペーン期間中、点検プログラムは**20%OFF**でご提供します。  
メンテナンスキット以外に必要な部品も割引価格でご提供します。

故障を未然に防ぐ、プロの点検をこの機会に。



(2016年 米国ベックマン・コールター本社による集計)

コストを抑えつつ  
さらに信頼を

劣化が疑われる部品をあらかじめ交換しますので、故障を未然に防ぐことができます。

決められた手順で  
見落としなし

お客様による日常メンテナンスに加えて、専門の点検手順書に則って行うので確実です。

| 機種名                       | メーカー希望<br>小売価格 (税抜) | 特別メーカー希望<br>小売価格 (税抜) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Gallios / Navios EX       | 643,000円            | 514,000円              |
| Navios                    | 527,000円            | 421,000円              |
| CytoFLEX ファミリー            | 491,000円            | 392,000円              |
| MoFlo Astrios / MoFlo XDP | 471,000円            | 376,000円              |
| TQ Prep                   | 216,000円            | 172,000円              |
| CytoFLEX SRT              | 434,000円            | 347,000円              |

20%OFF!

### ご注意

- 本パンフレットに掲載の価格は全て税別です。別途サービスエンジニアの出張料金がかかります。
- メーカー希望小売価格と特別メーカー希望小売価格は参考価格です。実際の販売価格は代理店にお問い合わせください。
- 各プラン、メンテナンスキットおよび技術料金が含まれています。(※ MoFlo 点検プランにはメンテナンスキットは付属していません)
- 期間中、メンテナンスキット以外に必要な部品につきましてはメーカー希望小売価格 **5% 割引**にてご提供します。
- 本作業は平日のみ承ります。土日祝日は承れませんことをあらかじめご了承ください。



## ベックマン・コールター ライフサイエンス

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー

☎ 0120-826-777

電話受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)

Webでのお問合せ <https://www.beckman.jp/contact-us>



ベックマン・コールター ライフサイエンスは Danaher の一員です。

