

## 遠心機 & 粒度分布測定装置



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



年に1回の機器メンテナンスを推奨いたします。  
いまのうちに点検はいかがですか？



期間中に有償点検プログラムをお申し込みいただくと…

## 出張料金半額

※離島地域および沖縄は除きます



同施設内で2台以上同時に  
ご依頼いただければ

メーカー希望小売点検価格を**5%OFF!**

さらに3台以上なら**10%OFF!**

まとめて  
お得!

 各機種点検費用の詳細は裏面をご覧ください。

# MAINTENANCE TO MAINTAIN, KEEP, PRESERVE & PROTECT



故障を未然に防ぐ、プロの点検をこの機会に。



	機種名	メーカー希望小売価格
遠心機	Optima X / L シリーズ Optima MAX / TL シリーズ	111,000円
	Avanti JXN / J / HP シリーズ	59,000円
	Allegra シリーズ	45,000円
	Optima AUC	673,000円
粒度分布測定装置	Multisizer シリーズ	180,000円
	LS 13 320	180,000円
	LS 13 320 XR (湿式システム)	208,000円
	LS 13 320 XR (乾式システム)	130,000円
	Vi-CELL XR	259,000円
	VI-CELL BLU	355,000円
	Vi-CELL MetaFLEX	195,000円

さらに

**特典①** 不具合箇所判明の場合、修理に必要なパーツをメーカー希望小売価格の**10%割引**にてご提供 (技術料金は別途発生いたします)

**特典②** 再訪問を要する場合には、その出張料金が**無償もしくは半額** (離島地域および沖縄は除きます)

本表に掲載されていない機種や追加オプションに関しては弊社サービスエンジニアにご相談ください。



Optima X / L シリーズ



Avanti JXN シリーズ



LS 13 320 XR



Multisizer シリーズ



VI-CELL BLU

ご注意

- ・消費税は別途頂戴いたします。
- ・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。
- ・ほかのキャンペーンとの併用はできません。
- ・キャンペーン期間中はお申し込みが集中することが予想されます。点検用部品の在庫状況などにもよりますが、訪問までに多少のお時間をいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。



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。