

2020年9月

お客様各位

ベックマン・コールター株式会社
ライフサイエンス事業部
小林 久子

ハイエンドフローサイトメーター Gallios シリーズの販売終了に関するお知らせ

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を賜り、厚く御礼申し上げます。2020年9月30日受注分をもちまして、以下のハイエンドフローサイトメーター Galliosシリーズの販売を終了させていただきます。サービス・サポート体制につきましては継続いたします。

長年にわたり、Galliosシリーズに格別のご愛顧を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。後継機種として、検出感度や操作性に優れたコンパクトフローサイトメーターCytoFLEXファミリーを販売しております。機器更新、追加などの際には、CytoFLEXファミリーのご購入をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売終了製品

製品番号:B43620 製品名 :Gallios 6 Colors/2 Lasers (561 Ready) with Kaluza Acquisition Software

製品番号:B43619 製品名 :Gallios 8 Colors/2 Lasers (561 Ready) with Kaluza Acquisition Software

製品番号:B43618 製品名 :Gallios 10 Colors/3 Lasers (561 Ready) with Kaluza Acquisition Software

オプション・その他: 別紙参照

2. 販売終了日

2020年9月30日

3. 最新型フローサイトメーター

CytoFLEX ファミリー:詳しくは弊社 Web サイト(<https://www.beckman.jp/>)よりご確認ください。

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

別紙

以下の製品について、2020年9月30日受注分をもちまして販売を終了させていただきます。

製品番号	製品名
A94291	Gallios 2レーザー6 カラータイプ (561nm 対応タイプ)
B06205	Gallios 10 Colors/3 Lasers アップグレードキット (from 8/2)
B06209	Gallios 10 Colors/3 Lasers アップグレードキット (from 6/2)
775014	Gallios 2L 6C (6/2)
775015	Gallios 2L 8C (8/2)
775016	Gallios 3L 10C (10/3)
A42513	Gallios 10 Colors/3 Lasers アップグレードキット (from 8/2)
A42514	Gallios 10 Colors/3 Lasers アップグレードキット (from 6/2)
A52536	Gallios 8 Colors/2 Lasers アップグレードキット (from 6/2)
A84348	NAVIOS/GALLIOS 用コンピュータシステム (Vista)
B43735	Kaluza Acquisition for Gallios Upgrade Package Minus Monitor
B43734	Kaluza Acquisition for Gallios Upgrade Package
B47898	GALLIOS Win7 アップグレードシステム コンピューター & ソフトウェア
B47900	GALLIOS 6 COLORS/2 LASERS (561 READY) WIN 7
B47901	GALLIOS 8 COLORS/2 LASERS (561 READY) WIN 7
B47902	GALLIOS 10 COLORS/3 LASERS (561 READY) WIN 7

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