

2023 年 8 月 24 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
粒子計測事業本部

Multisizer4 /4e 用 30μm および 50μm アパチャーチューブの販売開始のお知らせ

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。

この度、製造ラインの変更に伴い、当初の出荷予定より大幅な遅延が発生しておりました弊社コールターカウンター（Multisizer4 および Multisizer4e）用アパチャーチューブ製品のうち、30μm、50μmのアパチャーチューブが販売開始になり、注文可能となりましたことご報告申し上げます。今後、順次製造してまいります。供給遅延の長期化に伴い、安定供給にもう少しばかり時間がかかる見込みのため、ご注文後、お届けまでもう少しお待ちいただく可能性がございます。

改めて、今回の供給遅延により、皆様には多大なるご迷惑ならびにご不便をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。また、10μm および 20μm の小粒径アパチャー、1000μm および 2000μm の大粒径アパチャーは、現在も販売開始に向け、準備中となります。残り 4 製品のリリースまで、お待ちいただけますよう、何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

謹白

記

下記の 3 製品が、今回販売開始となりましたアパチャーチューブ製品です。

製品番号	製品名
C92760	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 30μm
C93975	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 50μm
C93976	Multisizer 4 /4e 高分解能アパチャーチューブ 50μm

*下記のアパチャーチューブは、現在販売中です。

製品番号	製品名
C93977	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 70μm
C93978	Multisizer 4 /4e 高分解能アパチャーチューブ 70μm
C90365	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 100μm
C93979	Multisizer 4 /4e 高分解能アパチャーチューブ 100μm
C93980	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 140μm
C93981	Multisizer 4 /4e 高分解能アパチャーチューブ 140μm
C93982	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 200μm
C93983	Multisizer 4 /4e 高分解能アパチャーチューブ 200μm
C93984	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 280μm
C93985	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 400μm
C93986	Multisizer 4 /4e アパチャーチューブ 560μm
C93987	Multisizer 4e アパチャーチューブ 800μm

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）