

2021年4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
代表取締役 小林 久子

ストップ・フロー方式 オンライン TOC 計 ANATEL A1000, A1000XP シリーズ 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。

さて、2021年11月末日をもちまして、弊社販売製品でありますストップ・フロー方式 オンライン TOC 計 ANATEL A1000 および A1000XP シリーズの販売を終了させていただきます。

長年にわたり、ANATEL A1000 および A1000XP シリーズに格別のご愛顧を賜りましたことに、厚く御礼を申し上げます。サポート予定期間は、販売終了日から5年間の予定ですが、修理構成品のサプライヤーからの供給状況により、期間が前後してしまう場合もございますことをご容赦ください。

尚、代替後継品の用意はございません。誠に勝手ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しく願い致します。

謹白

記

1. 販売終了製品

製品番号：FG1000401 製品名：ストップ・フロー方式 オンライン TOC 計 ANATEL A1000 S10
製品番号：FG1000601 製品名：ストップ・フロー方式 オンライン TOC 計 ANATEL A1000 S20P
製品番号：FG1002301 製品名：ストップ・フロー方式 オンライン TOC 計 ANATEL A1000 XP-S
製品番号：FG1002501 製品名：ストップ・フロー方式 オンライン TOC 計 ANATEL A1000 XP

2. 販売終了日

2021年11月30日

3. サポート終了予定日

2026年11月30日

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)