



2024年5月吉日

お客様および代理店様各位

FilterMax F3/F5マイクロプレートリーダーならびにDTX800/880サービスプラン販売終了のご案内

拝啓 平素より弊社モレキュラーデバイスの製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

発売以来大変永きに渡り多くのお客様にご愛顧いただきありがとうございました。FilterMax F3およびF5 マイクロプレートリーダーですがこの度販売終了を迎えることとなりました。詳細につきましては以下をご参照ください。現在本機をご使用いただいておりますお客様におかれましてはサポート終了までに後継機種への更新を是非ご検討頂きたく、宜しくお願い申し上げます。弊社と致しましては今後もお客様のニーズにあった製品開発をすすめて参る所存でございます。なお一層、ご愛顧賜れますと幸いです。

敬白

記

製品名：	FilterMax F3/F5および専用アクセサリ
販売終了時期：	2024年9月30日
保守契約最終更新時期：	2029年9月30日（2030年9月29日満了分迄）
サポート終了時期：	2029年9月30日迄*
後継機種：	SpectraMax Mini/iD3/iD5

なお、当該機器の旧名称であるDTX800および880のうち、以下のシリアル番号に該当する機器につきましては、本通知を持ちまして、サービスプランの販売を終了いたします。

DTX 800 - 26150xxxx

DTX 880 - 26250xxxx

当該シリアル番号の機器につきましては、部品の供給状況によって上記サポート終了時期に限らず修理をお受けできない可能性もございます。

ご不明点につきましては下記のフリーダイヤルまたはメール宛てにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

お問い合わせ先：
モレキュラーデバイスジャパン株式会社

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-8
いちご日本橋イーストビル 7階
TEL: 0120-993-656 | FAX: 03-6362-5269
メール: info.japan@moldev.com