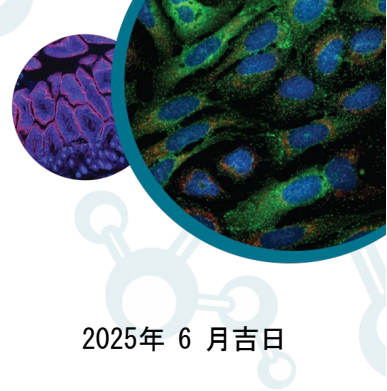




2025年 6 月吉日

お客様および代理店様各位

SpectraMax M2/M2e/M4マイクロプレートリーダー販売終了のご案内

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、永きにわたり多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました SpectraMax M2、M2e、M4 マイクロプレートリーダーにつきまして、このたび販売を終了させていただくこととなりました。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ご検討いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

弊社といたしましては、今後もお客様のニーズに沿った製品開発を進めてまいります。なお一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

対象製品名：	SpectraMax M2/M2e/M4マイクロプレートリーダー
国内最終受注日：	2026 年 5月 22日
保守契約国内最終受注日：	2029 年 5月 25日（最長2031年 5月 31日満了分迄）
サポート終了時期：	2031 年 5月 31日
後継機種：	SpectraMax M3/M5/M5e/iDシリーズ

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