



2023年10月吉日

お客様および代理店様各位

EMax Plusマイクロプレートリーダー 販売 / サポート終了のご案内

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EMax Plus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 : EMax Plus
販売終了時期 : 2023年12月28日
保守契約最終更新時期 : 2023年12月28日 (2024年12月27日満了分迄)
サポート終了時期 : 2024年12月27日迄*
後継機種 : SpectraMax ABS / ABS Plus

<https://www.moleculardevices.co.jp/systems/absorbance-readers>

*但し、部品供給状況によってはこの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。

なお、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