

お客様および代理店様各位

## Threshold システム 販売終了のご案内

謹啓 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。

この度、発売以来30年以上の永きに渡り多くのお客様にご愛顧頂いてまいりましたThreshold システムの販売を終了することとなりました。

弊社内でも慎重な検討を重ねてまいりましたが、当製品の長期に渡る販売に伴い関連部品等のサプライヤーからの供給の継続性、昨今の経済情勢に伴う価格上昇など、様々な要因により、当該製品製造・供給の継続が困難であるとの結論に至りました。販売終了に伴いご愛顧頂いておりますお客様にはご不便等お掛けすることと存じますが、何卒ご理解賜りますよう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合った新製品開発を進めて参りますので、今後とも一層のご愛顧を賜れば幸いに存じます。

敬白

記

**対象製品：Thresholdシステム(シリアル番号0200-0500) および関連製品**

**機器 国内最終受注日： 2025年9月12日**

**保守契約 最終更新日： 2026年12月25日 (最長2028年12月25日満了)**

**試薬消耗品 国内最終受注日： 2032年9月10日**

誠に恐縮ながら、サプライヤーからの供給状況によっては、上記期日の前に試薬消耗品の販売および機器修理を含めたサービスのご提供できなくなる可能性がございます。

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 | Mail: info.japan@moldev.com

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

[東京本社] 〒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 7F

TEL: 0120-993-656 FAX: 03-6362-5269

mail to : [info.japan@moldev.com](mailto:info.japan@moldev.com)

[moleculardevices.co.jp](http://moleculardevices.co.jp) | [moleculardevices.com](http://moleculardevices.com)