

2026 年 8 月吉日

お客様および代理店様各位

DispenCell™ Single-Cell Dispenser **モレキュラーデバイスにおける販売終了およびサポート移管のご案内**

拝啓

平素より、弊社モレキュラーデバイス製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。このたび、弊社取扱製品「DispenCell™ Single-Cell Dispenser」につきまして、モレキュラーデバイスによる販売を終了することとなりましたので、ご案内申し上げます。本製品は弊社在庫限りの販売とし、在庫がなくなり次第、モレキュラーデバイスによる販売を終了いたします。なお、今後の製品供給およびサポートは、開発元・製造元である SEED Biosciences Ltd. により継続されます。詳細につきましては、下記をご確認ください。

敬具

記

販売終了対象製品：DispenCell™ Single-Cell Dispenser

国内最終受注：在庫がなくなり次第、受注を終了いたします。

既存のお客様へのサポートについて：

2026 年 7 月 22 日以前にご購入いただき、現在、保証期間中または保守契約期間中のお客様には、それぞれの期間終了後、さらに 6 か月間サポートを提供いたします。

新規ご購入品へのサポートについて：

2026 年 7 月 22 日以降にご購入いただいた製品については、1 年間の保証期間中、モレキュラーデバイスがサポートを提供いたします。保証期間終了後は、SEED Biosciences Ltd. によるサポートへ移行します。

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

moleculardevices.co.jp | moleculardevices.com

消耗品について：

DispensCell™ 用消耗品は、2026 年 9 月 30 日までモレキュラーデバイスより供給いたします。同年 10 月 1 日以降は、SEED Biosciences Ltd. による供給へ移行します。移行期間中は、モレキュラーデバイスと SEED Biosciences Ltd. が連携してお客様をサポートいたします。なお、消耗品は現在も SEED Biosciences Ltd. から直接ご購入いただけます。

保守・サポートの対応について：

モレキュラーデバイスによる保守・サポートは、交換部品の在庫状況および弊社所定のサービス提供条件に基づき実施いたします。モレキュラーデバイスによるサポート提供期間の終了後は、SEED Biosciences Ltd. によるサポートへ移行します。

SEED Biosciences Ltd. への移管後のお問い合わせ先：

技術サポート：support@seedbiosciences.com

ご注文・販売関連：sales@seedbiosciences.com

本件に関するお問い合わせ先：

Tel: 0120-993-656

e-mail: info.japan@moldev.com

以上