

お客様および代理店様各位

## FLIPR Tetra/Tetra Plus システム用 EM CCDカメラ 製造 / サポート終了のご案内

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、発売以来大変永きに渡り多くのお客様にご愛顧頂いてまいりましたFLIPRシリーズにつきまして、当社サプライヤーにおけるFLIPR Tetra/Tetra Plus システム用 EMCCDカメラ（モデルDV865）の製造終了に伴い、当該システムに搭載されているEMCCDカメラ（モデルDV865）のサービスを終了いたします。

詳細につきましては下記ご参照ください。

現在、本システムをご使用いただいておりますお客様におかれましては後継機種への更新を是非ご検討いただきたく、よろ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合った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：** FLIPR Tetra/Tetra Plus（シリアル番号FT500未満のシステム）

**後継機種：** FLIPR Penta

（<https://www.moleculardevices.co.jp/systems/flipr-penta-high-throughput-cellular-screening-system>）

上記に該当するお客様につきましては、下記ご提案をさせて頂きたく存じます。

1. 後継機種FLIPR Pentaシステムへの更新をご検討お願い致します。更新をご検討頂ける場合、特別なお値引きをご提案させていただきますので、是非お問い合わせください。また、サービス保守契約期間中にシステムを更新された場合、残りの保守期間は新しい装置に移行されます。
2. 既存のサービス保守契約は継続いただけますが、EMCCDカメラ（モデルDV865）はサービス対象外となりますことご承知頂けますと幸いです。

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 | 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)