

お客様および代理店様各位

## SpectraMax Paradigm (SN: PDGM BCI - 32250xxxx)

### サービスプラン販売終了のご案内

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SpectraMax Paradigmのうち、以下のシリアル番号に該当する機器に対するサービスプランの販売を本通知をもって終了することとなりました。誠に恐縮ながら、部品の供給状況によって今後の修理をお受けできない可能性もございます。当該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： SpectraMax Paradigm シリアル番号: PDGM BCI - 32250xxxx**

**後継機種： SpectraMax Paradigm、SpectraMax i3x**

当該シリアル番号以外のSpectraMax Paradigmの販売およびサポート体制に変更はございません。  
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)