

お客様および代理店様各位

SoftMax Pro 7.3 標準版販売開始のご案内

拝啓 平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社プレートリーダー用データ取得・解析ソフトウェア SoftMax Pro7 標準版 をリニューアルし、SoftMax Pro 7.3 標準版の販売を開始いたしました。以下にご案内申し上げます。

敬具

記

対象製品

| 製品名 | 製品番号 |
|------------------------------------|------------------|
| SoftMax Pro 7 標準版 | SMP7 PROF |
| SoftMax Pro 7 標準版アカデミアパック | SMP7 ACAD |
| SoftMax Pro 7 標準版・年間契約 | SMP7 PROF SUBSCR |
| SoftMax Pro 7 標準版アカデミアパック・年間契約 | SMP7 ACAD SUBSCR |
| モレキュラーデバイス社製プレートリーダー付属 SoftMax Pro | SMP7 |

【ご注意頂きたい事項】

- 1) SoftMax Pro 7.1.2 以前のバージョンでは、ソフトウェアインストーラーが保存された USB フラッシュメモリを発送しておりましたが、現在はプレートリーダー付属の SoftMax Pro を除き、以下のメールアドレスよりインストーラーおよびライセンス認証用のプロダクトキーを送信いたします（原則的に該当ご注文のご発注担当者様に送信先メールアドレスを確認させて頂き、ご指定頂いたメールアドレスにお送りいたします）。

送信元 メールアドレス：orders.JPN@moldev.com

- 2) 製品出荷のタイミングにより、本ご案内以降も旧バージョンである SoftMax Pro 7.2 が納品される可能性がございます。2024 年 6 月以降、新規に対象製品を納品させていただいたお客様には、ご要望に応じて SoftMax Pro 7.3 への変更を承ります。

関連製品に関する詳細情報やご不明点につきましては下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ソフトウェアバージョン変更をご用命の際には、ご所属・ご連絡先に加え、機器シリアル番号や納品書番号などの納品時期を確認可能な情報をご用意いただきますようお願いいたします。

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 | メール：info.japan@moldev.com

以上