

お取引先様各位

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

## 弊社システム改修に伴う一部業務休止のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社システムの改修に伴い、一部の業務を休止させて頂くこととなりました。お取引様各位にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

- 業務休止期間：2023年8月29日(火)～2023年8月31日(木)
- 休止業務：受注処理 出荷 売上処理 返品・訂正処理 請求書発行 入庫処理 在庫移動
- 在庫状況の照会：対応可能です。
- デモ機/修理代替機：通常通り貸出・返却処理対応可能です。
- 本件に関するお問合せ：弊社オーダーマネジメント&ロジスティクス部  
電話番号 0120-993-656(代表) OML 宛 e-mail アドレス [orders\\_jpn@moldev.com](mailto:orders_jpn@moldev.com)

## 【ご注意頂きたい点】

- システム改修開始日前日のお取り扱い  
8月28日(月)正午 までに弊社にて受領したご注文は以下の通り対応させて頂きます。

区分	出荷日
国内在庫があり「保冷品」ではない商品	8月28日(月)
国内在庫がある「保冷品」商品	8月28日(月)
国内に在庫がない商品	9月4日(月)以降 入荷後順次発送

\*上記は主として試薬・消耗品を対象としております。

\*プレートリーダー類の出荷日については、ご注文ごとに異なるため必ずしも上記の通りではありません。

以上