

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

## 弊社倉庫夏季休業日のお知らせ

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、弊社では下記の期間、倉庫業務を夏季休業とさせていただきます。  
お取引様各位にはご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りたく宜しくお願い申し上げます。

敬具

## 記

- 倉庫夏季休業日：2023年8月11日(金・祝)～2023年8月16日(水)

- 弊社オフィスは上記期間も土・日・祝日を除き通常通り営業致します。
- 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】

- 休業日前日のお取り扱い

8月10日(木)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いただきます。

区分	出荷日
国内在庫があり「保冷品」ではない商品	8月10日(木)
国内在庫がある「保冷品」商品	8月17日(木) (注1)
国内に在庫がない商品	8月18日(金)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。

\*(注1)弊社倉庫出荷から翌々日以降配達になるエリアについては、国内在庫があっても8月21日(月)以降の発送とさせていただきます。

- デモ機/修理代替機

貸出停止と致します。また、貸出終了後にご返送頂く機器の荷受けは休業日明け8月17日より再開致します。

以上