

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

弊社棚卸しに伴う倉庫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、このたび弊社棚卸しに伴い、倉庫業務を一時休止させていただ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

- 倉庫業務休止期間 2024年11月7日(木) 終日
- 休止業務 商品： 出荷 入庫処理 在庫移動
デモ機/修理代替機 : 出荷

- 在庫状況の照会： 対応可能です。
- デモ機/修理代替機 倉庫宛返却機器の受け取り： 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

11月6日(水)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
国内在庫のある保冷出荷商品	11月6日(水) 翌日配達エリア宛のみ
国内在庫のある常温出荷商品	11月6日(水)
国内に在庫がない商品	入荷後順次発送

*11月6日(水)正午以降に受領したご注文で保冷出荷商品、かつ翌々日配達エリア宛出荷：
11月11日(月)発送とさせていただきます。

*上記、受注締め切りと出荷日については主として試薬・消耗品を対象とし表記しております。

以上