

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

弊社年末年始休業日のお知らせ

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愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ではございますが、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)までは、休業とさせていただきます。弊社倉庫も同様のスケジュールにて休業させていただきます。またデモ機/修理代替機の2025年 年始出荷開始日は1月7日(火)からになります。製品によっては、年末休業前にご注文を頂いた場合でも、物流の関係でご対応できないことがございますので、ご要望等ございましたら担当営業までご相談ください。

期間中は御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 弊社及び弊社倉庫年末年始休業日：2024年12月28日(土)～2025年1月5日(日)

年末最終営業日	2024年12月27日(金)
年末年始休業日	2024年12月28日(土)～2025年1月5日(日)
通常営業	2025年1月6日(月)から
年末最終出荷日	2024年12月26日(木)まで
年始出荷開始日	2025年1月6日(月)から ※デモ機/修理代替機は2025年1月7日(火)から

以上