

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、2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)までは、休業とさせていただきます。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場合がございますので、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

- 弊社年末年始休業日：2023年12月29日(金)～2024年1月3日(水)

年末最終営業日	2023年12月28日(木)
年末年始休業日	2023年12月29日(金)～2024年1月3日(水)
通常営業	2024年1月4日(木)から
年末最終出荷日	2023年12月27日(水)まで
年始出荷開始日	2024年1月9日(火)から

以上