

2023 年 11 月吉日

お客様 各位

ベックマン・コールター株式会社

ライフサイエンス フローサイトメトリー事業本部

抗体試薬製品のご発注に関するお願い

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配に預かり厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では抗体試薬製品の適切な納品対応を心がけて参りましたが、世界情勢の影響により引き続き発生しております各種原料のサプライチェーンの遅れなどにより、通常期より工場の製造が遅延する事例が継続しております。

さらに 12 月は世界的に繁忙期であるため納期の遅延の可能性が高まることが考えられます。

誠に恐縮ではございますが、抗体試薬製品の年内納品ご希望の場合につきましては 12 月 1 日(金)までにご発注いただけますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

お問い合わせ先	ベックマン・コールター株式会社 お客様サポートセンター 電話: 0120-566-730 または 03-6745-4704 電話受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)
---------	--