

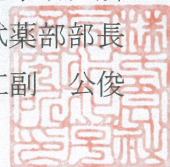
2025 年 8 月吉日

お客様 各位

株式会社同仁化学研究所

試薬部部长

江副 公俊



製品の包装形態変更に関して

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お客様へ納入させていただいております製品に関しまして、下記の通りご連絡させていただきます。今後とも引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

<対象製品>

コード	メーカーコード	製品名	容量
345-91551	L248	Liperfluo	1set (50 μ g x 5)

<変更内容>

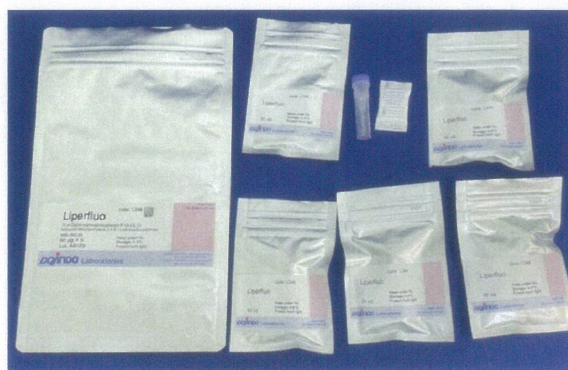
対象製品の包装形態を下記の通り、より製品が安定な仕上げに変更いたします。アルミラミジップ（5 本入り）仕上げからアルミラミジップ（個包装）仕上げに変更いたします。

その他の製品仕様や品質に関わる変更はございません。

旧包装形態



新包装形態



<変更時期>

2025 年 9 月 10 日より順次変更を予定しております。

なお市場への流通時期は、旧包装形態品の在庫状況により変動します事ご了承ください。

ご不明な点ございましたら下記までご連絡をお願い致します。

連絡先：試薬部試薬マーケティング課

Tel : 096-286-1515

以上