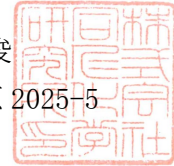


令和 8 年 3 月 27 日

お客様各位

株式会社 同仁化学研究所  
試薬部長 江副 公俊  
熊本県上益城郡益城町田原 2025-5  
熊本テクノ・リサーチパーク  
Tel:096-286-1515



### 該非判定証明書

弊社下記製品は、輸出貿易管理令別表 第1の16項(2)に該当し、それ以外の貿易管理令別表 第1、2に該当しない事を証明致します。

※準拠改正日:令和8年2月14日施行 輸出貿易管理令

敬具

同仁品コード	製品名
LK03	Biotin Labeling Kit - NH2

以上