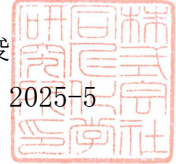


令和7年10月20日

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



### 非該当証明書

弊社下記製品は、カルタヘナ法に該当しない事を証明いたします。

敬具

| 同仁品コード | 製品名                      |
|--------|--------------------------|
| LK10   | Biotin Labeling Kit - SH |

以上