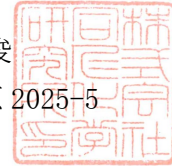


令和 8 年 3 月 27 日

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
SP07	Cyclohexane,(Sp)

以上