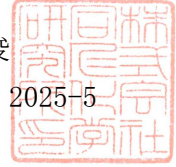


令和7年10月20日

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
GB13	MOPS

以上