

生物安全实验室备案证书

单位名称：苏州瑞孚迪医学检验实验室有限公司中心实验室

单位地址：江苏省太仓经济开发区太平北路115号

法定代表人（负责人）：徐晔

实验室负责人：李素勤

实验室等级：BSL-2

登记号：SZ20230170



发证机关（盖章）

2023年7月19日

备案有效期：2023年7月19日至2025年7月18日