



中华人民共和国

医疗机构执业许可证

机构名称 苏州瑞孚迪医学检验实验室

法定代表人 徐晔

地址 江苏省苏州市太仓经济开发区太平北路115号

主要负责人 李素勤

诊疗科目 医学检验科;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业*****

登记号 09150268932058517P1202

有效期限 自 2023 03 09 日至 2024 10 22 年 月 日

该医疗机构经核准登记，准予执业

中华人民共和国国家卫生健康委员会制

发证机关

苏州市卫生健康委员会

发证日期

2023 年 08 月 04 日

