



临床基因扩增检验实验室 技术验收合格证书

(No. 00177)

苏州瑞孚迪医学检验实验室
临床基因扩增检验实验室

依据《医疗机构临床基因扩增管理办法》（卫办医政发[2010]194号）和《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范（试行）》（苏卫办医[2010]76号），经组织专家对贵单位临床基因扩增检验实验室进行考核验收，对你单位相关缺陷项整改情况进行了审核，符合开展相应临床基因扩增检验项目的要求。

特发此证。

证书有效期：5年

发证日期：2023年9月11日

可开展的项目范围：感染性疾病病原体核酸：UU，CT，NG，MG，B族链球菌，

新型冠状病毒（实时荧光PCR技术）

共一类别六个项目

江苏省临床检验中心

