

技术参数	
移液通道	4通道
移液通道间距可调	支持
各移液通道独立Y轴运动	支持
各移液通道独立Z轴运动	支持
移液范围	4 μ L-800 μ L
移液准确度	4 μ L \leq X \leq 20 μ L \leq \pm 5% 20 μ L<X \leq 800 μ L \leq \pm 2%
移液精确度	4 μ L \leq X \leq 20 μ L \leq 5% 20 μ L<X \leq 800 μ L \leq 2%
移液携带污染	无
液面感应功能	支持
自动混样功能	支持
样本条码扫描	支持
原始样本体积	1mL-4mL
一次最多上机样本数	96个样本管
上样体积	10 μ L-400 μ L
核酸提取方法	自动化磁珠法
核酸提取通道	96通道或24通道可选
磁分离方式	电磁分离
液体混匀方式	旋转混匀
核酸提取样本类型	血清、血浆、全血等
操作软件语言	中文、英文
操作软件界面	图型引导界面
紫外消毒功能	支持
全程封闭保护功能	支持
仪器尺寸(长 \times 宽 \times 高)	1510mm \times 845mm \times 1690mm
仪器净重	350kg
电压及频率要求	AC220V \pm 10%, 50Hz \pm 1Hz

瑞孚迪生物医学（上海）有限公司

上海(中国总部) | Shanghai (China Head Office)
 地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1670号
 电话：021-6064 5888
 传真：021-6064 5959
 邮编：201203
 客服电话：400 096 9018 | 800 969 018



Revvity
瑞孚迪
官方微信



瑞孚迪
诊断视界



版权所有©2023 Revvity 保留所有权利。
 本资料中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。
 本材料仅供专业人士参考，非广告宣传材料，请勿外传

DXPCRBRO2402CNNA



Pre-NAT II

全自动核酸检测体系构建系统



注册证编号:苏械注准20192220240

实现样本扫码、样本取样/混样、核酸提取、PCR分配全流程自动运行

全自动

最快1.5小时完成96人份样本单检前处理流程, 3小时完成384份样本8人份混检核酸检测前处理流程

高通量

采用去磁化金属棒自旋转混匀, 防止气溶胶; 全程封闭防护罩, 内置紫外消毒装置, 有效防止交叉污染

防污染

仪器长度1.5米, 核酸提取模块采用360度转盘式设计, 并采用折叠式显示系统, 节省宝贵的实验室空间

省空间



高效核酸提取模块

- 电磁式磁珠转移模式, 磁分离速度快, 提取效果好
- 可配内置一体化自动分液器, 自动添加试剂
- 改进的360旋转式设计, 有效减少设备面积

自动移液模块

- 4移液通道, 可适配多种不同量程吸头
- 通道间距可调, 可适配不同间距的液体容器
- 液面感应功能, 自动探测液面高度
- 支持单人份检测模式和混样检测模式

自动样本扫码系统

- 自动进样及条码扫描系统
- 一次进样96人份
- 支持原始样本管直接上机

图形化软件系统

- 引导式中文图形化界面, 方便直观, 易于使用
- 可根据客户试剂进行扩增体系构建参数调整
- 可与客户信息系统直接对接