

VERIGENE[®] II 全自动多病原芯片检测系统

- 从样本到结果的全自动系统
- 针对病原体进行专业、快速、精准检测
- 目标病原与症候群病原检测二合一

操作高效

一体化系统, 触摸屏操作, 样本位置、反应进程及检测结果一目了然

随心扩展

检测模块的易拓展性, 可满足科室不断增长的需求, 占地空间小

多样同机

多重检测的简便性, 可随时开启针对不同样本、不同症候群的检测

来样即检

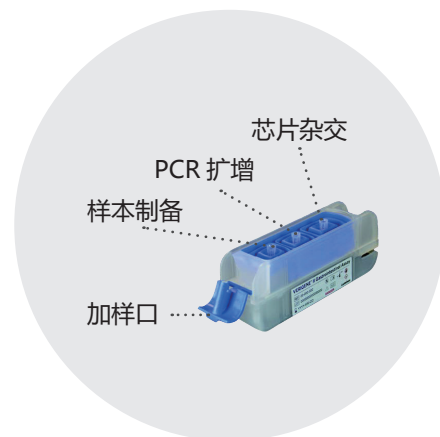
对样本病原体进行即时准确检测, 快速响应疫情



检测项目

- VERIGENE® II 肠道病原体多重核酸检测试剂盒
- VERIGENE® II 呼吸道病原体多重检测试剂盒
- VERIGENE® II 血培养革兰氏阳性菌及耐药基因检测试剂盒
- VERIGENE® II 血培养革兰氏阴性菌及耐药基因检测试剂盒
- VERIGENE® II 酵母菌血培养检测试剂盒

部分检测项目更新中，可能会发生改变



仪器特点

技术原理	金纳米微粒探针技术
系统检测通量	单机每轮次可同时检测多达 6 份样本 *
可否连接 LIS	双向连接
耗材使用	1 样本 / 卡盒
手工操作时间	小于 1 分钟
卡盒储运温度	常温储运
自动化程度	全自动检测，无需人工干预
仪器尺寸	46.8 cm (W) × 55.3 cm (D) × 43.6 cm (H)

* 同时配置六个检测模块时

检测流程



第一步

向卡盒内加入 200 μ L 充分混匀的液体样本。



第二步

在仪器上设置运行程序。扫描样品条形码和试剂卡盒二维码。



第三步

插入卡盒，启动程序，获得检测结果及报告。

Luminex
complexity simplified.

路明克斯贸易(上海)有限公司 Luminex Trading (Shanghai) Company Limited

地址: 上海市闵行区陈行路 2388 号 7 幢 14C 及 14D 室 邮编: 201114

电话: +86.21.8036.9888 传真: +86.21.8036.9899

E-mail: info@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com

©2019-2020 路明克斯公司。路明克斯公司保留所有权利。Luminex 和 VERIGENE 是路明克斯公司在美国和其他国家的注册商标。

技术支持热线: 400 996 2655

版本号: V2-CN-R-V001