

VERIGENE[®] II

肠道病原体多重核酸检测试剂盒

VERIGENE[®] II 肠道病原体多重核酸检测试剂盒 (RUO) 是一个多重检测，定性，仅供研究使用的试剂盒，用于从多种类型的培养基保存的粪便样本中同时检测常见的多种肠道病原体。

相关检测项目和样品类型

可以提供多种细菌类、毒素、病毒和寄生虫指标的检测。可检测保存在CB (Cary-Blair) 培养液，EcoFix[®] 和TF (Total-Fix[®]) 培养基中的粪便样本。

简化的工作流程

从样品到结果的检测平台，实现随机检测，两小时内完成检测，并最大程度地减少手工操作的环节和时间。

Bacteria	细菌
<i>Campylobacter</i> spp.	弯曲杆菌
<i>Clostridium difficile</i> (Toxin A/B)	艰难梭状芽胞杆菌毒素A/B型
ETEC - LT/ST	产肠毒素大肠杆菌 (LT/ST)
Shiga Toxin 1 (stx1)	志贺毒素1 (stx1)
Shiga Toxin 2 (stx2)	志贺毒素2 (stx2)
<i>Shigella</i> spp.	志贺菌
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	志贺邻单胞菌
<i>Salmonella</i> spp.	沙门菌
<i>Vibrio cholerae</i>	霍乱弧菌
<i>Vibrio parahaemolyticus/Vibrio vulnificus</i>	副溶血性弧菌 / 创伤弧菌
<i>Yersinia enterocolitica</i>	小肠结肠炎耶尔森菌
Viruses	病毒
Adenovirus F(40/41)	腺病毒 40/41 型
Astrovirus	星状病毒
Norovirus	诺如病毒
Rotavirus	轮状病毒A 型
Sapovirus	札如病毒
Parasites	寄生虫
<i>Blastocystis</i> spp.	芽囊原虫
<i>Cryptosporidium</i> spp.	隐孢子虫
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	环孢子虫
<i>Dientamoeba fragilis</i>	双核阿米巴
<i>Entamoeba histolytica</i>	痢疾变形虫
<i>Giardia lamblia</i>	贾第虫
Microsporidia	微孢子虫
<i>Strongyloides stercoralis</i>	粪小杆线虫

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。

产品信息

产品名称	货号
VERIGENE® II 肠道病原体多重核酸检测试剂盒 (RUO)	20-005-201
VERIGENE® II 全自动多病原芯片检测系统 (RUO)	VERIGENE-II-6M-RUO ²
VERIGENE® II 模块 (标配: 含一个检测模块) ¹	CN-0482-01

1. 每台VERIGENE® II 全自动多病原芯片检测系统最多可装载6个检测模块

2. VERIGENE® II 全自动多病原芯片检测系统仅供研究使用

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、VERIGENE、EcoFix 和 Total-Fix 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: VGI-CN-R-V001