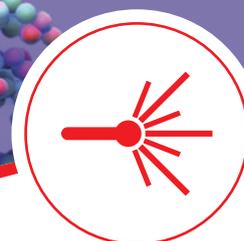


ValitaTiter IgG定量分析

快速 · 高质 · 简便 · 自动化

96 & 384 孔板



快速, 高通量的IgG定量分析

结果仅需几分钟而不是几小时

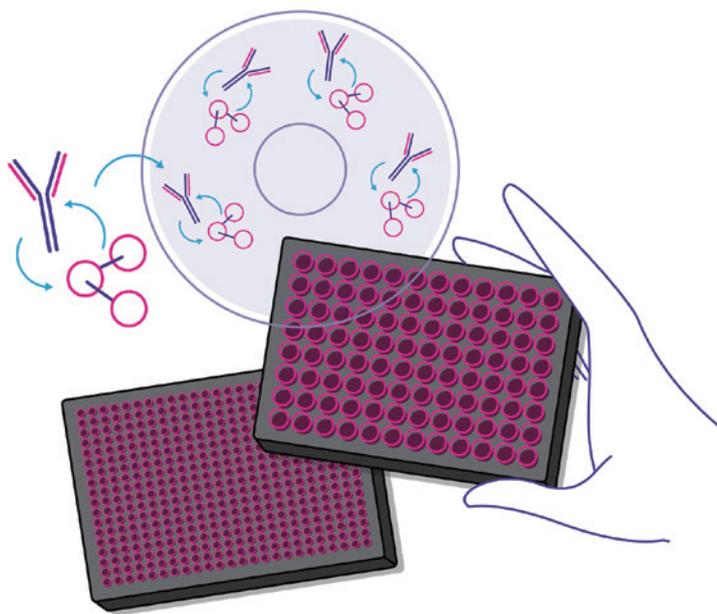
ValitaTiter是一种基于96和384孔板, 快速, 经济地测定IgG的方法。
ValitaTiter是业界较快的IgG测试方法, 兼容带荧光偏振模块的酶标仪。

直接从培养物到孔板和结果

- 无需样品制备
- 无需额外试剂
- 无需清洗

直接在细胞悬液中测定IgG

- 简单: 加样、混合、看结果
- 快速: 不到15分钟获得结果
- 自动化友好: 标准孔板, 3步操作
- 物超所值: 性价比高



ValitaTiter 技术特点

- 检测范围
 - ValitaTiter: 2.5 mg/L - 100 mg/L
 - ValitaTiter Plus: 100 mg/L - 2000 mg/L
- 孔板类型: 96&384孔板
- 测量重复性: <2.5% RSD (分析间和分析内)
- 测量准确度: >95%
- 细胞耐受性: 高达 15×10^6 个细胞/mL
- 检测时间: 加样, 混合, 读数<15分钟(ValitaTiter 96孔板); <30分钟(ValitaTiter Plus 96孔板)
- 荧光标记: FITC(最大激发波长=490nm, 最大发射波长=525nm)
- IgG结合肽: Fc结合肽: 蛋白G结合结构域1
- IgG种类: 人、兔 已验证
- IgG格式: 所有含Fc的IgG(标准, 双特异性, 融合蛋白)
- IgG亚类: 1,2,3,4(人)
- IgG轻链: Lambda和Kappa

适用的IgG定量 workflow



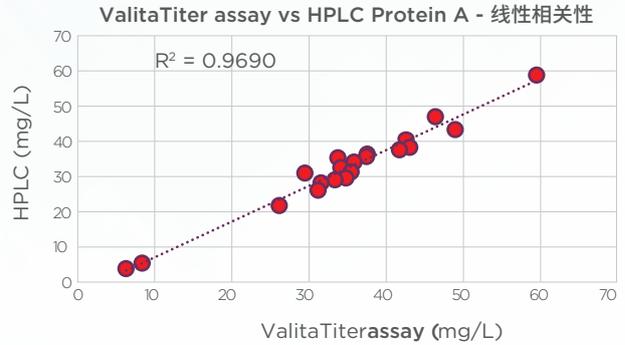
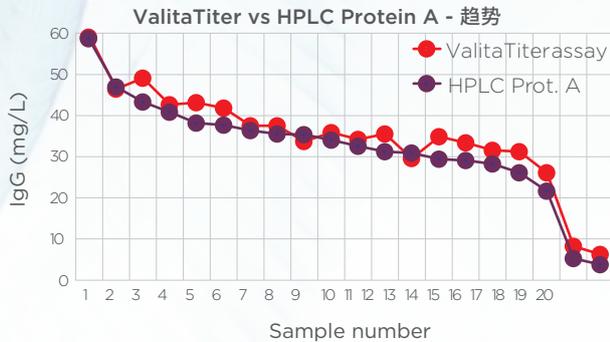
ELISA、HPLC、BLI和ValitaTiter的分析属性对比

在IgG的测量中，ValitaTiter相比传统技术（如HPLC，ELISA和BLI）具有许多显著的优势。

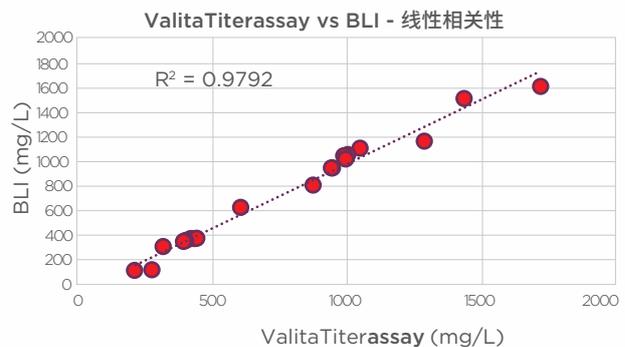
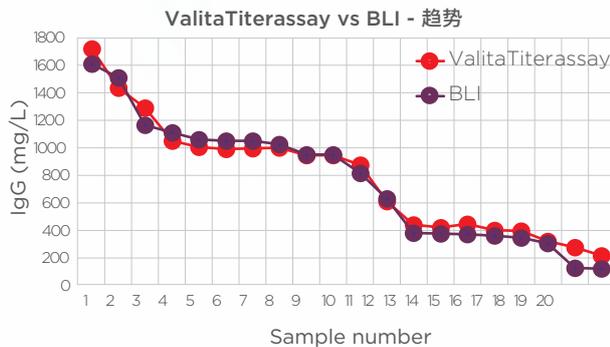
	ValitaTiter	BLI	ELISA	HPLC
测试时间	15 mins			
		1 hour		
			5 hours	
				10 hours
样品制备	不需要	不需要	细胞离心	细胞离心 蛋白纯化
试剂数量	1	>2	>6	2
测试步骤	加样，混合，看结果	>3	>20 steps	>5
成本	\$	\$\$\$\$	\$	\$\$\$

ELISA、HPLC、BLI和ValitaTiter测试比较

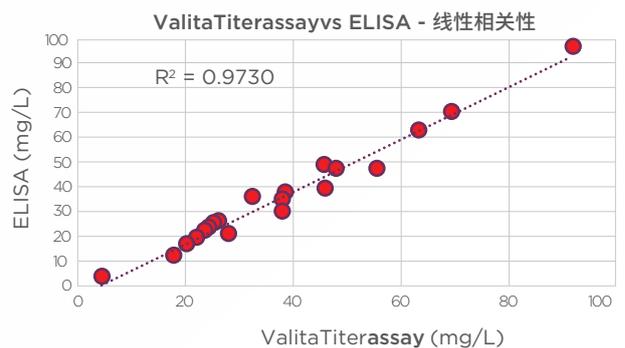
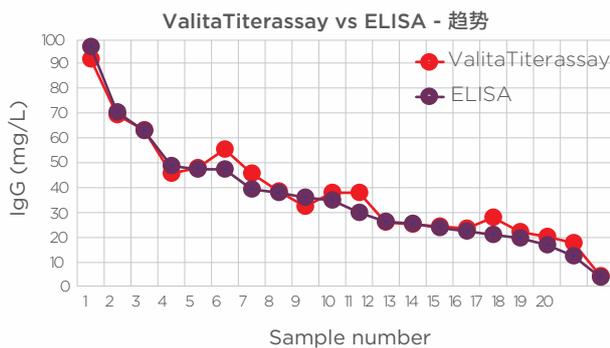
HPLC Protein A



BLI



ELISA



- * 以上产品仅用于工业及科研，不用于临床诊断，禁忌内容或注意事项详见说明书。
- * 未经授权，不得对原有的文字图片等内容进行变动、重新编排或者增加新的内容，贝克曼库尔特保留在不告知前提下随时更新版本的权利。
- * 商标中Life Sciences为整体商标的一部分，意为“生命科学”。



贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司

贝克曼库尔特生命科学中国区热线: 400 821 8935
 联系邮箱: apls@beckman.com
 官网: mybeckman.cn