

Octet® 传感器及试剂盒 选择指南 Simplifying Progress

SARTURIUS

# 选择合适的 Octet® 系统

Octet® 系统家族可满足广泛的应用及工作流程需要,赛多利斯当地的销售人员可为您提供 Octet® 详尽的信息,配合我们丰富的 Octet® 应用方案数据库,选出适合您需要的系统。



Octet<sup>®</sup> R2 系统 2 通道,科研型 小分子和大分子表征



Octet<sup>®</sup> **R4 系统** 4 通道,自动化 小分子和大分子表征



Octet<sup>®</sup> R8 系统 8 通道,自动化 小分子和大分子表征



Octet® R8e 系统 8 通道,超高性能 全面提高检测性能



Octet<sup>®</sup> RH16 **系统** 16 通道,高通量 小分子和大分子表征



Octet<sup>®</sup> RH96 **系统** 96 通道,超高通量 小分子和大分子表征

了解国产 Octet® R 系列分子相互作用分析系统详情,请拨打: 400-920-9889,或咨询当地销售人员。

	Octet® R2 系统	Octet® R4 系统	Octet® R8 系统	Octet® RH16 系统	Octet® RH96 系统
应用					
小分子应用					
大分子 - 例如病毒、VPL、 纳米颗粒、细胞		<del>  </del>	<del> </del>	+ -	+ ==
DNA、RNA、多肽、蛋白分析物					+
测量弱结合亲和力					+
测量强结合亲和力					+
筛选应用 - 例如表位分选、 解离速率排序				+ -	+
抗体表征					+
定量测定 ( 替代 ELISA)		<del>  </del>	<del> </del>	+ -	+
抗体效价测定					-
分析能力和工作流程效率		<b>→</b>			
通量		<b>→</b>			
评级	低	高			



	Octet <sup>®</sup> R2 系统	Octet® R4 系统	Octet® R8 系统	Octet® RH16 系统	Octet® RH96 系统
性能					
最大同时读数	2	4	8	16	96
	10¹ - 10²	10¹ - 10 <sup>7</sup>	10¹ - 10 <sup>7</sup>	10 <sup>1</sup> – 10 <sup>7</sup>	10¹ - 10 <sup>7</sup>
解离速率 (k <sub>d</sub> ) 范围 (s)-1	10-6 - 10-1	10 <sup>-6</sup> – 10 <sup>-1</sup>			
亲和力 (K <sub>D</sub> ) 范围	mM - pM	mM - pM	mM - pM	mM – pM	mM - pM
样品蒸发控制	否	否	是	否	否
最小样品体积	200 μL	200 μL	200 μL	40 μL*	40 µL*
数据采集频率 (Hz)	2, 5, 10	2, 5, 10	2, 5, 10	2, 5, 10	0.3, 0.6, 2, 5, 10
规格					
光谱仪数量	2	4	8	16	16
温度控制	15 - 40°C	15 - 40°C	15 - 40°C	环境温度 +4 - 40℃	环境温度 +4 - 40℃
微孔板位置	1(96孔)	1 (96 孔 )	1(96 孔)	2 (96 或 384 孔 )	2 (96 或 384 孔 )
自动化整合	否	否	否	是	是
尺寸					
尺寸 高×宽×深 (cm)	49 x 56 x 46	49 x 56 x 46	49 x 56 x 46	77 × 80 × 80	77 × 80 × 80
重量 (kg)	32.7	32.7	32.7	68.2	90.7

<sup>\*</sup> 使用赛多利斯384孔斜底板(货号18-5080)

# 生物传感器选择指南

#### 病毒滴度检测传感器

抗 AAV 腺相关病毒传感器 (AAVX, Adeno - Associated Virus)

用途描述:固化有生物素抗 AAVX 偶联物, 快速测定不同血清型 AAV ( AAV1 至 AAV9, 以及 AAVrh10 )的滴度。

**适用配体:** AAV1-9和 AAVrh10

应 用:浓度测定(Q) 货 号:18-5160

#### 通用传感器

#### 氨基丙基硅烷传感器 (APS, Aminopropylsilane)

用途描述:利用蛋白或膜片段上的疏水基团吸附到传感器表面,适用于动力学筛选和亲和力表征分析(kon,koff,KD)。

适用配体:蛋白,膜蛋白,脂类等

应 用:动力学(K) **号:**18 - 5045

#### 第二代氨基偶联传感器 (AR2G, Amine Reactive 2nd Generation)

用途描述:蛋白样品可以以共价键的形式固定在传感器表面。通过 EDC/NHS 的酯化反应,使得蛋白上的氨基基团和传感器表面的羧基基团形成酰胺键。第二代氨基偶联传感器增加了结合密度,固化条件也更为稳定,同时大幅降低了非特异性结合。该传感器适用于蛋白和抗体的动力学筛选,亲和力表征分析(kon, koff, KD)以及先导物验证。

适用配体:蛋白,抗体或多肽等含有氨基基团样品

应 用:动力学(K) **号:**18-5092

# 链霉亲和素传感器(SA, Streptavidin)

用途描述:传感器表面包被有链霉亲和素,用以偶联生物素标记的抗体、蛋白、多肽或核酸等样品。适用于配体结合分析、亲和力筛选、hit 的验证,表位配对以及动力学表征(kon,koff,KD)等分析测定。

适用配体:生物素化的抗体、蛋白、多肽或核酸等

应 用:动力学(K) **告:**18-5019

# 高精度链霉亲和素传感器 (SAX, High Precision Streptavidin)

用途描述: 传感器表面包被有链霉亲和素, 经专门开发和生产, 适用于对数据结果的精确性和重复性有着严格要求的药物研发和质量控制实验室使用。严格的 QC 检测确保产品间的 CV < 4%(实际性能可能会有不同、需根据客户的实验条件而定)。

适用配体:生物素化的抗体、蛋白、多肽或核酸等

应 用:动力学(K) **号:**18 - 5117

#### 通用传感器

## 高精度链霉亲和素传感器 (SAX 2.0, High Precision Streptavidin)

用途描述:固化生物素化分子,适用于高精度、高重复性动力学表征和浓度测定。

适用配体:生物素化的抗体、蛋白、多肽或核酸等

**应** 用:浓度测定(Q),动力学(K)

货 号:18-5136

#### 超级链霉亲和素传感器(SSA, Super Streptavidin)

**用途描述:**传感器表面包被有超高密度链霉亲和素,用以标记的抗体、蛋白、多肽或核酸样品。特别适用于小分子化合物结合分析实验和化合物片段筛选。

适用配体:生物素化的抗体、蛋白、多肽或核酸等

应 用:动力学(K) **号:**18 - 5057

#### 抗体传感器

#### 抗兔 FC - 捕获传感器 (ARC, Anti - Rabbit Fc Capture)

**用途描述:**利用捕获的方法, 特异性结合兔 IgG 抗体 Fc 区域或 Fc 融合蛋白, 能够对粗样品或纯化样品中含 Fc 的兔单克隆和 多克隆抗体进行亲和力、定量和结合动力学分析。

适用配体:兔源 IgG 抗体衍生的 Fc 融合蛋白

应 用:浓度测定(Q), 动力学(K)

货 号:18-5168

# 第二代抗鼠 Fab 传感器 (AMC2, Anti - Murine Fab 2<sup>nd</sup> Generation)

用途描述:特异性结合大鼠或小鼠 IgG 抗体的 Fab 区域,适用于鼠源 Fab 和 IgG 的定量检测和动力学分析,并在配体固化能力、灵敏度、定量动态范围以及可再生性方面进行优化。

适用配体: 鼠源 IgG 抗体

**应** 用:浓度测定(○),动力学(K)

货 号:18-5163

# 抗人 FC - 捕获传感器 (AHC, Anti - Human Fc Capture)

**用途描述:**利用特异性结合人源抗体 Fc 区域,将人 IgG 或其他人 Fc 融合蛋白固化于传感器之上。主要应用于动力学测定,包括蛋白和抗体的筛选、亲和力表征(ka, kd, KD),抗原表位配对以及 hit 的验证。

**适用配体:**人源 IgG 抗体(IgG1, IgG2, IgG3,IgG4)

应 用:动力学(K) **号:**18 - 5060

## 第二代抗人 FC - 捕获传感器 (AHC2, Anti - Human Fc Capture 2nd Generation)

**用途描述:**利用特异性结合人源抗体 Fc 区域,将人 IgG 或其他人 Fc 融合蛋白固化于传感器之上。主要应用于动力学测定,包括蛋白和抗体的筛选、亲和力表征(ka,kd,KD),抗原表位配对以及 hit 的验证。具备比第一代更稳定的性能表现,可再生次数更多,定量的浓度范围更宽。

**适用配体:**人源 lgG 抗体 ( lgG1, lgG2, lgG3,lgG4 )

应 用:动力学(K) **号:**18-5142

#### 抗人 FC - 定量传感器 (AHQ, Anti - Human IgG Quantitation)

**用途描述:**特异性结合人源抗体 Fc 区域或人 Fc 融合蛋白。主要用于在细胞培养、克隆选择、生产工艺优化以及产品质控等各个环节中,定量检测人 IgG 浓度。

**适用配体:**人源 lgG 抗体 **应** 用:浓度测定(Q) **货** 号:18 - 5001

# 抗鼠 FC - 捕获传感器 (AMC, Anti - Mouse Fc Capture)

**用途描述:**利用捕获的方法, 特异性结合鼠源抗体的 Fc 区域。主要应用于抗体 - 抗原亲和力分析 (ka, kd, KD) 以及基于解离速率的抗体筛选。

**适用配体:** 鼠源 lgG 抗体 ( lgG1, lgG2a, lgG2b, lgG3 )

应 用:动力学(K) **号:**18-5088

#### 抗鼠 FC - 定量传感器 (AMQ, Anti - Murine IgG Quantitation)

**用途描述:**特异性结合大鼠或小鼠 IgG 抗体的 Fv (ab') 2 区域。主要用于在细胞培养、克隆选择、生产工艺优化以及产品质控等各个环节中,定量检测大鼠或小鼠 IgG 浓度。

**适用配体:**鼠源 lgG 抗体 **应** 用:浓度测定(Q) **货** 号:18 - 5022

#### 第二代抗人 Fab 传感器 (FAB2G, Anti - Human Fab - CH1 2<sup>nd</sup> Generation)

用途描述:特异性结合人 IgG 抗体的 CH1 区域, 适用于人源 Fab 和 IgG 的定量检测和动力学表征分析。与自由轻链不存在结合。

适用配体:人源 IgG 抗体

应 用:浓度测定(Q),动力学(K)

货 号:18 - 5125

#### Protein A 传感器 (ProA, Protein A)

用途描述: Protein A 可高亲和力结合人 IgG 的 Fc 区域, 与鼠或兔众多的 IgG 亚型有较强结合。适用于细胞系开发、克隆筛选、过程优化以及产品监控等诸多应用中的 IgG 定量测定。

适用配体: lgG 抗体(人、鼠、兔等)

应 用:浓度测定(Q) 货 号:18-5010

#### 抗体传感器

#### Protein G 传感器 (ProG, Protein G)

用途描述: Protein G 可高亲和力结合大小鼠、山羊或牛 IgG, 与不同亚型的人 IgG 有较强结合。适用于细胞系开发、克隆筛选、过程优化以及产品监控等诸多应用中的 IgG 定量测定。

适用配体: lgG 抗体(人、大鼠、小鼠、山羊、牛等)

应 用:浓度测定(Q) 货 号:18-5082

#### Protein L 传感器 (ProL, Protein L)

**用途描述:**Protein L 可高亲和力结合大部分大鼠、小鼠以及人的免疫球蛋白中的 kappa 轻链。不与山羊、牛、兔以及绵羊的 lgG 结合。适用于定量测定血清培养基中 lgG 或 Fab 片段。

适用配体: IgG 抗体或 Fab 片段(人、大鼠、小鼠等)

应 用:浓度测定(Q) 货 号:18-5085

#### 标签融合蛋白类传感器

#### 抗 GST 传感器 (GST, Anti - GST)

用途描述:通过高亲和力的抗 GST 抗体, 既可以直接对 GST 融合蛋白进行快速定量; 也可以稳定地捕获 GST 融合蛋白用于动力学分析。

适用配体:含有 GST 标签的重组蛋白 应 用:浓度测定(Q)动力学(K)

货 号:18-5096

# 抗六价 HIS 传感器 (HIS1K, Anti - Penta - HIS)

用途描述:通过 Qiagen 公司的六价 His 抗体, 特异性、高亲和力的捕获带有 His 标签的重组蛋白, 适用于定量检测和动力学分析。

适用配体:含有 HIS 标签的重组蛋白 应 用:浓度测定(Q)动力学(K)

货 号:18-5120

# 抗 HIS 传感器 (HIS2, Anti-HIS)

用途描述:通过包被在传感器表面的抗 His 单克隆抗体,直接捕获和检测带有 His 标签的重组蛋白,适用于定量检测。

适用配体:含有 HIS 标签的重组蛋白

应 用:浓度测定(Q) 货 号:18-5114

#### NTA 传感器 (NTA, Ni - NTA)

用途描述:带有 His 标签的重组蛋白可通过镍离子介导,与传感器表面的 NTA 紧密结合,适用于定量检测和动力学分析。

**适用配体:**含有 HIS 标签的重组蛋白 **应** 用:浓度测定(Q)动力学(K)

货 号:18-5101

#### 抗 CHO 宿主细胞蛋白检测试剂盒(Anti-CHO HCP Detection Kit)

用途描述: Anti - CHO HCP 检测试剂盒是由Octet®和 Cygnus 公司联合开发,用于定量检测产品中的 CHO 细胞宿主细胞蛋白(HCP)残留。利用快速、高通量的 Octet 分析平台,结合 Cygnus 3G anti - CHO HCP 抗体的宽识别度和高灵敏度特性,使得 HCP 检测两全其美。(更多信息,可在 Octet® 网站下载 Technical Note 41: CHO Host Cell Protein Detection)

**产品特点:**全自动 HCP 检测;一小时完成整个 96 孔板分析;检测灵敏度低至 0.5 ng/mL;检测精度高, CV 范围 5 - 10 % **号:**18 - 5081

#### 蛋白A残留检测试剂盒(Residual Protein A Detection Kit)

用途描述: Protein A 残留对于抗体药物生产质量是一个重要的指标。Protein A 残留检测试剂盒包含特制的生物传感器和所需试剂,用于检测抗体产品中 Protein A 或 MabSelect SuRe 等填料残留量。(更多信息,可在 Octet® 网站下载 Technical Note 18: Dip and Read Residual Protein A Detection Kit)

产品特点:定量检测 Protein A 或 MabSelect SuRe 残留;检测方法灵敏且精确;操作简便、易于使用;自动检测,手工操作大幅减少

货 号:18-5075

#### GlyS 唾液酸化筛选检测试剂盒 (Sialic Acid Kit )

用途描述:用于细胞上清液粗样品或纯样品中唾液酸的相对定量。(更多信息,可在 Octet® 网站下载 Technical Note: Sialic Acid Kit User Guide)

产品特点:不需要将样品纯化或消化处理,可节省多达3个小时的样品准备时间;综合滴度结果与唾液酸化数据,尽早选择理想的表达株

货 号:18-5135

#### GlyM 甘露糖筛选检测试剂盒 (Manose Kit)

用途描述:用于细胞上清液粗样品或纯样品中甘露糖的相对定量。(更多信息,可在Octet®网站下载 Technical Note: Octet GlyM Kit For High - Throughput Mannose Glycans Screening of Crude and Purified mAb and Non - mAb Protein Samples)

产品特点:不需要将样品纯化或消化处理,在研发筛选的阶段即可综合滴度结果与甘露糖水平的数据,尽早选择理想的表达 株。

货 号:18-5139

#### 第二代氨基偶联试剂盒(Amine Coupling 2<sup>nd</sup> Generation Kit)

**用途描述:**通过 EDC / NHS 的酯化反应, 将含有末端氨基基团的分子固化在氨基偶联传感器上, 适用于蛋白和抗体的动力学筛选, 亲和力表征分析 (kon, koff, KD) 以及先导物验证。包含: 10X 动力学缓冲液 - 50 ml; 磺基 NHS - 573 mg; 醋酸钠 - 200 ml (10 mM, pH 4.0), 醋酸钠 - 200 ml (10 mM, pH 4.0), 醋酸钠 - 200 ml (10 mM, pH 8.5), PBS - 500 ml (10 mM, pH 7.4)。

产品特点:快速固定蛋白和多肽以进行动力学分析。适用的 pH 及缓冲液条件范围广,具有更高的结合特异性及检测灵敏度。

应 用:动力学(K)

货 号:18-5095

# 联系我们

更多联系信息,请访问 www.sartorius.com.cn

赛多利斯莱珀思(上海)贸易有限公司 邮箱 leadscn@sartorius.com 服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889





关注赛多利斯实验室