

# 标记多聚糖标准品

2-AB、2-AA、APTS、InstantPC、InstantAB 和 InstantQ

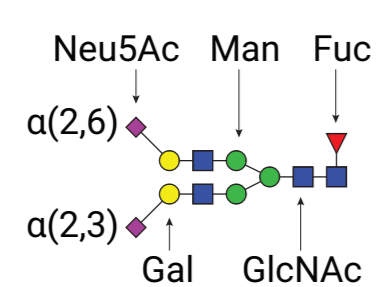
了解更多信息：[www.agilent.com/chem/glycananalysis](http://www.agilent.com/chem/glycananalysis)

多聚糖	结构	2-AB	2-AA	APTS	IPC	IAB	IQ	未标记 <sup>[1]</sup>
G0-N (通用名) A1 (Oxford 名称 <sup>[2]</sup> )		•		•	•		•	
G0 A2		•	•	•	•	•	•	•
G0F-N F(6)A1		•		•	•		•	
G0F F(6)A2		•	•	•	•	•	•	•
G0FB F(6)A2B		•						•
G1 A2G1		•		•	•	•	•	•
G1F F(6)A2G1		•	•	•	•	•	•	•
G1S1 $\alpha(2,3)$ A2G(4)1S(3)1					•			
G1S1 $\alpha(2,6)$ A2G(4)1S(6)1					•			
G1FS1 $\alpha(2,3)$ FA2G(4)1S(3)1					•			
G1FS1 $\alpha(2,6)$ FA2G(4)1S(6)1					•			
G2 A2G(4)2		•	•	•	•	•	•	•
G2F F(6)A2G(4)2		•	•	•	•	•	•	•
G2FBF(6) A2BG(4)2		•						•
G1F w/1 $\alpha$ -gal F(6)A2G(4)1Ga(3)1					•		•	
G2F w/1 $\alpha$ -gal F(6)A2G(4)2Ga(3)1					•		•	
G2F w/2 $\alpha$ -gal F(6)A2G(4)2Ga(3)2		•		•	•		•	
G2S1 $\alpha(2,3)$ A2G(4)2S(3)1					•		•	
G2S1 $\alpha(2,6)$ A2G(4)2S(6)1		•	•	•	•	•	•	•
G2FS1 $\alpha(2,3)$ F(6)A2G(4)2S(3)1					•		•	
G2FS1 $\alpha(2,6)$ F(6)A2G(4)2S(6)1		•	•	•	•	•	•	•
G2S2 $\alpha(2,3)$ A2G(4)2S(3)2					•		•	
G2S2 $\alpha(2,6)$ A2G(4)2S(6)2		•	•	•	•	•	•	•
G2FS2 $\alpha(2,3)$ F(6)A2G(4)2S(3)2					•		•	
G2FS2 $\alpha(2,6)$ F(6)A2G(4)2S(6)2		•	•	•	•	•	•	•
A3 A3		•	•			•		•
G3 A3G(4)3		•		•				•
G3S3 $\alpha(2,6)$ A3G(4)3S(6)3				•			•	•

多聚糖	结构	2-AB	2-AA	APTS	IPC	IAB	IQ	未标记 <sup>[1]</sup>
A4 A4		•	•					•
G4 A4G(4)4		•						•
Man5 M5		•	•	•	•	•	•	•
Man6 M6		•	•	•	•	•	•	•
Man7 M7		•	•	•	•	•	•	•
Man8 M8		•	•	•	•	•	•	•
Man9 M9		•	•	•	•	•	•	•
混合型 M5A1B		•						•
NF								•
NN		•						•
NNF								•
Man1								•
Man1F								•
Man3		•						•
Man3F		•						•

文库	2-AB	2-AA	APTS	IPC	IAB	IQ	未标记 <sup>[1]</sup>
人 IgG N-糖	•	•	•	•	•	•	•
人 $\alpha$ 1-酸性糖蛋白 N-糖	•	•			•		
牛胎球蛋白 N-糖	•	•			•		
RNase B 高甘露糖型 N-糖					•	•	
二天线型与高甘露糖分区	•		•		•		
$\alpha(2,3)$ 唾液酸化 N-糖二天线型	•		•				
$\alpha(2,6)$ 唾液酸化 N-糖二天线型	•		•				
$\alpha(2,3)$ 唾液酸化 N-糖三天线型	•		•	•		•	
$\alpha(2,6)$ 唾液酸化 N-糖三天线型	•		•	•		•	
$\alpha(2,3)$ 唾液酸化 N-糖四天线型	•		•	•		•	
$\alpha(2,6)$ 唾液酸化 N-糖四天线型	•		•	•		•	
葡萄糖均聚物标准品	•	•	•	•	•	•	•
毛细管电泳内部迁移标准品			•			•	

查找用于多聚糖分析的更多产品：  
[www.agilent.com/chem/glycananalysis](http://www.agilent.com/chem/glycananalysis)  
了解有关安捷伦关键质谱解决方案的更多信息：  
[www.agilent.com/chem/advancebio](http://www.agilent.com/chem/advancebio)  
© 2019 安捷伦科技公司。所有权利保留。  
Agilent 品牌名称、安捷伦标志均为安捷伦公司的注册商标。  
Agilent 品牌名称、安捷伦标志均为安捷伦公司的注册商标。  
Agilent 品牌名称、安捷伦标志均为安捷伦公司的注册商标。



多聚糖结构动画遵循功能性糖组学协会 (CFG) 的建议<sup>[3]</sup>，并使用 GlycoWorkbench 2.1 绘制<sup>[4]</sup>。  
Neu5Ac = N-乙酰神经氨酸；Gal = 半乳糖；Man = 甘露糖；GlcNAc = N-乙酰氨基葡萄糖；Fuc = 岩藻糖。  
在中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞产生的糖蛋白上发现  $\alpha(2,3)$  唾液酸化结合位点<sup>[5]</sup>。不同的是，静脉注射用人免疫球蛋白 (IVIg) IgG Fc N-糖主要为  $\alpha(2,6)$ -唾液酸化<sup>[6]</sup>。

- 未显示所有未标记的多聚糖
- Harvey, D.J.; et al. Proposal for a standard system for drawing structural diagrams of N- and O-linked carbohydrates and related compounds. *Proteomics*. **2009**, 9(15), 3796–801
- Varki, A.; et al. Symbol Nomenclature for Graphical Representations of Glycans. *Glycobiology*. **2015**, 25(12), 1323–1324
- Ceroni, A.; et al. GlycoWorkbench: a tool for the computer-assisted annotation of mass spectra of glycans. *J Proteome Res*. **2008**, 7(4), 1650–9
- Lee, E.U.; et al. Alteration of terminal glycosylation sequences on N-linked oligosaccharides of Chinese hamster ovary cells by expression of beta-galactoside alpha 2,6-sialyltransferase. *J Biol Chem*. **1989**, 264(23), 13848–55
- Anthony, R.M.; et al. Recapitulation of IVIG anti-inflammatory activity with a recombinant IgG Fc. *Science*. **2008**, 320(5874), 373–6