

# SureBeads

## 免疫沈降用 磁気ビーズ

SureBeadsは磁気ビーズを採用した、迅速、かつ効率的に免疫沈降を行うためのビーズです。

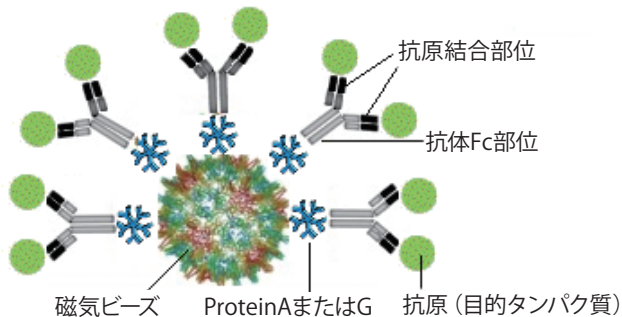
樹脂に固定化されているProteinA、もしくはProteinGに抗体が結合した際に、抗原結合部位がしっかりと外側に配向するよう設計されています。



### 特長

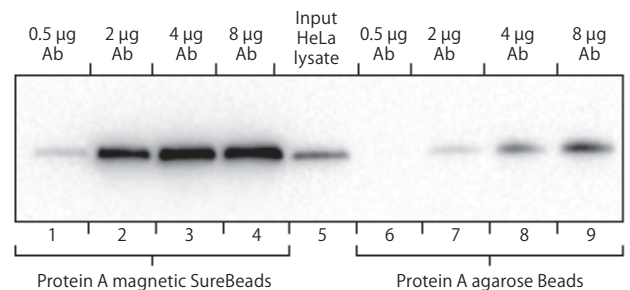
- 効率的な抗原結合による高効率抗原回収
- 磁気ビーズによる迅速、かつ高効率洗浄
- 低非特異的吸着
- チューブを動かさずに利用できる便利な磁石ラック

SureBeads上での抗体配向性模式図



SureBeads ProteinA (またはG) に抗体のFc部位が結合し、抗原結合部位がしっかりと外側を向くことで、効率的に抗原 (目的タンパク質) が結合する。

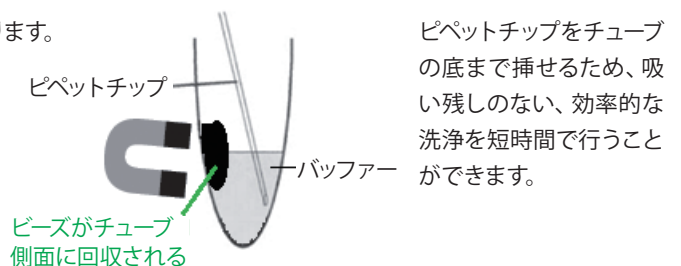
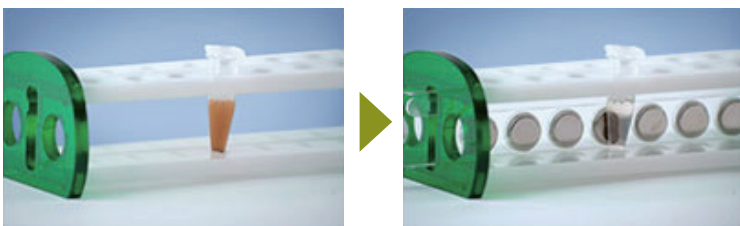
SureBeadsと一般的なアガロースタイプビーズとの性能比較 (目的タンパク質の回収効率比較)



SureBeads、もしくは一般的なアガロースタイプのProteinAビーズを用い、ライセートから目的タンパク質を回収。抗体の配向性が良いため、少ない抗体使用量で効率的に抗原 (目的タンパク質) を回収できる。

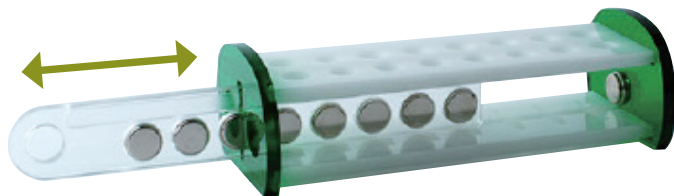
### ■ 磁気ビーズと特性

SureBeadsラックの強力な磁力により、9秒以内にビーズがチューブ側に集まります。



## SureBeadsラック

SureBeadsラックは、最大16本のチューブを保持することができ、磁気ビーズ集積用の磁石はラック中央でスライドできるようになっています。これにより、サンプルチューブをセットしたまま洗浄操作を行うことができ、チューブを移動させることなく作業が容易になります。様々な磁気ビーズで利用できます。



## 製品仕様

### 製品基本仕様

Bead size	2.4–3.4 μm
Bead magnetic content	14–28%
Typical IgG binding capacity	≥6 μg/mg
Solid content in slurry	1.0–1.2%
Protein A/G content	9–12 μg/mg
Dispersion medium	TBS + 0.05% Tween 20 + 0.09% sodium azide

### 抗体結合特性

Monoclonal	Protein A	Protein G	Polyclonal	Protein A	Protein G
Human IgG1	+++	+++	Rabbit	+++	++
Human IgG2	+++	+++	Cow	++	+++
Human IgG3	–	+++	Horse	++	+++
Human IgG4	+++	+++	Goat	–	++
Mouse IgG1	+	+++	Guinea pig	+++	++
Mouse IgG2a	+++	+++	Sheep	+/-	++
Mouse IgG2b	++	++	Pig	++	++
Mouse IgG3	++	++	Rat	+/-	++
Rat IgG1	–	+	Mouse	++	++
Rat IgG2a	–	+++	Chicken	–	+
Rat IgG2b	–	++	Human IgG	+++	+++
Rat IgG2c	+	++	Human IgM	–	+
			Human IgD	–	+
			Human IgA	–	+

– No binding, + Weak binding, ++ Moderate binding, +++ Strong binding

## Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格
161-4011	<b>SureBeads ProteinA トライアルビーズ 1ml (1)</b>	¥12,000
161-4811JA	<b>SureBeads ProteinA トライアルキット ミニラック付</b> 構成品: SureBeads ProteinA トライアルビーズ (1)、SureBeadsミニラック (1)	¥18,000
161-4013	<b>SureBeads ProteinA 免疫沈降用磁気ビーズ 3ml (1)</b>	¥24,000
161-4813JA	<b>SureBeads ProteinA (2) 16チューブ用ラック付セット</b> 構成品: SureBeads ProteinA 3ml (2)、SureBeadsラック16チューブ用 (1)	¥79,200
161-4021	<b>SureBeads ProteinG トライアルビーズ 1ml (1)</b>	¥12,000
161-4821JA	<b>SureBeads ProteinG トライアルキット ミニラック付</b> 構成品: SureBeads ProteinG トライアルビーズ (1)、SureBeadsミニラック (1)	¥18,000
161-4023	<b>SureBeads ProteinG 免疫沈降用磁気ビーズ 3ml (1)</b>	¥24,000
161-4823JA	<b>SureBeads ProteinG (2) 16チューブ用ラック付セット</b> 構成品: SureBeads ProteinG 3ml (2)、SureBeadsラック16チューブ用 (1)	¥79,200
161-4916	<b>SureBeadsラック 16チューブ用 (1)</b>	¥40,000
161-4833JA	<b>SureBeads ProteinA&amp;G 16チューブ用ラック付セット</b> 構成品: SureBeads ProteinA, G 3ml (各1)、SureBeadsラック16チューブ用 (1)	¥79,200

※SureBeadsの保存温度は4℃です。



バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
ライフサイエンス事業部

www.bio-rad.com

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー TEL: 03-6361-7000

大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 第一生命ビル TEL: 06-6308-6568

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 TEL: 092-475-4856

\* 学術的お問い合わせは TEL: 03-6404-0331

\* 価格 (税抜き)、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

\* 価格は2014年9月現在のものです。メーカー希望小売価格 (税別) です。

\* 本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

取扱店

C10642 1503B