

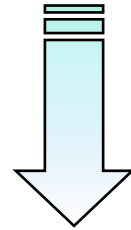
# カラフルな色でシリンジ容量を識別

## ＜新製品＞アジレントカラーマニュアルシリンジ

アジレントはデザインと機能に優れた  
ラボに最適なマニュアルシリンジを作りました。

- ・シリンジバレルの色が  
シリンジ容量を示し、一目で識別可能
- ・パッケージ内部の保護材が  
シリンジ立てとして機能
- ・作業中のコンタミネーション回避、  
作業スペースの確保に有用
- ・環境に優しく、  
容量も識別可能な新パッケージ
- ・シリンジバレルにロット番号印刷
- ・シリンジ容量：0.5 μl～50mlの全16サイズ

Barrel Color	Volume Size
Light Blue	0.5μL
Pink	1.0μL
Light Green	2.0μL
Orange	5.0μL
Dark Blue	10μL / 1.0mL
Red	25μL / 2.5mL
Yellow	50μL / 5.0mL
Light Green	100μL / 10.0mL
Dark Green	250μL / 25.0mL
Light Blue	500μL / 50.0mL



**カラーマニュアルシリンジリリースキャンペーン実施中！**

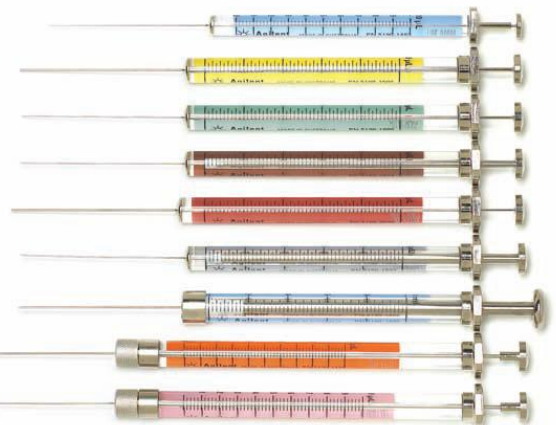
【キャンペーン期間】  
2009年9月30日まで

【キャンペーン内容】  
キャンペーン期間中に、1注文につき  
キャンペーン対象カラーマニュアルシリンジ3本を  
同時にご購入いただくと、  
ご注文に含まれるシリンジと同じものが、  
定価の安いカラーマニュアルシリンジ1点を  
無料でご提供いたします。

＜例＞

- ・3本同時ご購入の場合→1本無料でご提供。=合計4本
- ・6本同時にご購入の場合→2本無料でご提供。=合計8本

キャンペーン対象シリンジの部品番号は裏面ご参照ください。  
※6本、10本セット、またはニードル及びプランジャ等アクセサリは対象外です。



詳細は [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)  
または コールセンター0120-477-1111まで！



