

## 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。

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
Light Green	50µL/5.0mL
Yellow	100µL/10.0mL
Brown	250µL/25.0mL
Grey	500µL/50.0mL

- 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



### カラーマニュアルシリンジキャンペーン実施中！

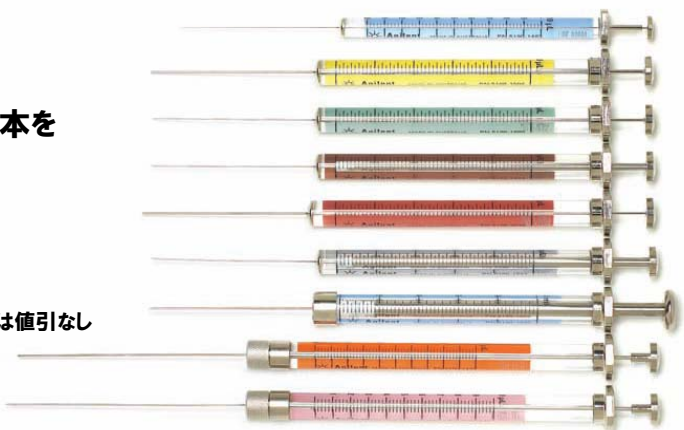
【キャンペーン期間】  
2010年12月31日まで

【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、  
各33%をお値引します。

<例>

- 3本同時ご購入の場合→3本に各33%を値引追加
- 4本同時ご購入の場合→3本に各33%を値引追加+4本目は値引なし
- 6本同時ご購入の場合→6本に各33%を値引追加

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。



詳細は [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)  
または コールセンター0120-477-111まで！

