

# 日局方準拠 容量分析用滴定液

エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液

0.05 mol/L, 0.01 mol/L, 0.1 mol/L, 0.02 mol/L

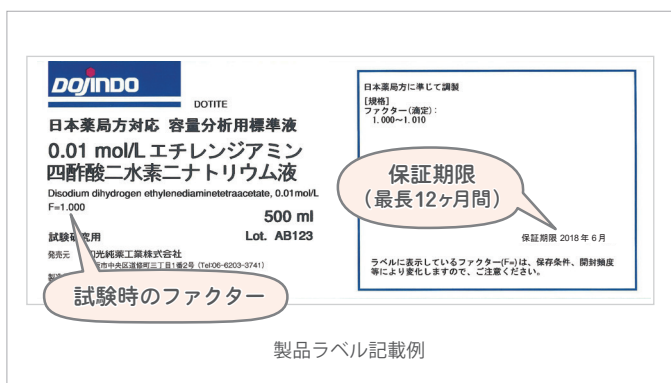
## 日本薬局方に準拠

本品は EDTA・2Na の水溶液で日本薬局方の試験法に準じた滴定評価に用いるため、規定の調整法で製造し、ファクターの濃度範囲を保証しています。標準液の濃度は 0.01 mol/l から 0.1 mol/l をご用意しており、試験項目に応じて標準液を選択頂けます。

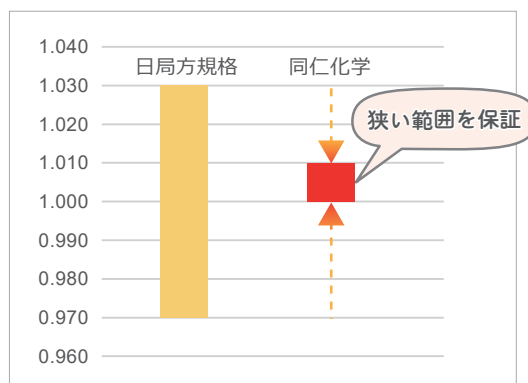
## 長い保証期限

本品は、日局方で定められた 0.970~1.030 よりもさらに厳しい 1.000~1.010 のファクター範囲を、未開封で製造日から 12ヶ月間\*保証しています。 ※ご購入時期により保証期間が異なります。

## 必要情報をラベルに表記



## ファクター範囲の比較



| 品名                               | 容量     | 希望納入価格    | コード       | メーカーコード |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 0.01 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 | 500 ml | ¥ 4,000 - | 343-09225 | JP01    |
| 0.02 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 | 500 ml | ¥ 5,600 - | 340-09235 | JP02    |
| 0.05 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 | 500 ml | ¥ 4,000 - | 347-09245 | JP03    |
| 0.1 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液  | 500 ml | ¥ 4,000 - | 344-09255 | JP04    |

本製品に関する  
詳細はコチラ

局方滴定液 同仁 検索

- 記載価格は本体価格のみで、消費税等は含まれておりません。
- 記載価格はこのパンフレット編集時(2018年6月)における希望納入価格です。予告なしに変更する場合がございますのでご注意ください。
- 試験・研究用のみに使用するものです。医療用その他の目的には使用できません。

### 国内販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

Free Dial : 0120-052-099 Free Fax : 0120-052-806  
URL : ffwk.fujifilm.co.jp

### 取扱店

### 製造元・国内問合せ先

株式会社 同仁化学研究所

Free Dial : 0120-489-548 Tel : 096-286-1515(代表)  
URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp

ドージン・イースト(東京)

Tel : 03-3578-9651(代表)