

一次抗体法で 免疫実験の幅が広がる！

抗体標識キット
Dojindo Labeling Kit シリーズ

ご要望にお応えし、
お試し容量追加！

Dojindo Labeling Kit シリーズはお手持ちの一次抗体に直接蛍光色素やビオチン、酵素を標識できるキットです。

一次抗体法のココがいい！

抗体と標識体を混ぜるだけで標識できます

本キットで標識
蛍光色素
ビオチン、酵素

一次抗体

Ab-10 シリーズでは最短 30 分

免疫反応操作の手間が減る

ブロッキングしたサンプルに加えるだけ

STEP 1 ブロッキング
STEP 2 一次抗体反応
STEP 3 二次抗体反応

二次抗体を使わないので特にイメージングや ELISA 実験時の操作を簡略化できます。

交差性を気にしなくていい

二次抗体法

一次抗体法

同種の一次抗体
が使える

同種の一次抗体
が使えない

抗体種を気にしなくていいので、希少抗体も
気軽に実験できます。

共免疫沈降の課題を解決

免疫グロブリンの影響を回避

二次抗体法

一次抗体法

分子量
50,000

25,000

免疫グロブリンのバンドと重なる
可能性あり

目的の
タンパク質
のみを検出

目的のバンド

共免疫沈降に使用した抗体との交差性や分子量
を気にせずに検出できます。

まずは一次抗体法を試してみたい方へ

一次抗体に直接標識することで様々な利点がありますが、抗体によっては標識により抗原認識能が低下することがあります。そこで、気軽にお試し頂ける 1 サンプル包装容量をご用意いたしました。

初めての方には Ab-10 シリーズがおすすめ

30 分で標識可能

お試し容量をご用意

抗体

試薬と混ぜるだけ

Ab-10 Biotin Labeling Kit

ビオチン 蛍光色素 酵素

各タイプ一律 ¥9,800-

抗体毎の操作方法と
ノウハウを図解で!!

抗体標識が初めての方へ
原理や測定例をまとめたプロト
コルをご用意しております。

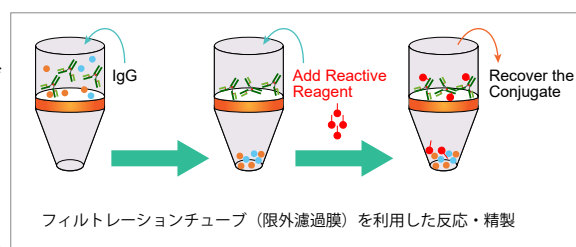
はじめて 抗体 検索

Ab-10 シリーズラインナップ

品名	容量	希望納入価格	コード	メーカーコード
Ab-10 Rapid Fluorescein Labeling Kit	New 1 sample 3 samples	¥9,800- ¥24,000-	349-91853 343-91851	LK32
Ab-10 Rapid HiLyte Fluor™ 555 Labeling Kit	New 1 sample 3 samples	¥9,800- ¥24,000-	343-91993 347-91991	LK35
Ab-10 Rapid HiLyte Fluor™ 647 Labeling Kit	New 1 sample 3 samples	¥9,800- ¥24,000-	340-92003 344-92001	LK36
Ab-10 Rapid R-Phycoerythrin Labeling Kit	New 1 sample 3 samples	¥9,800- ¥28,000-	343-91873 347-91871	LK34
Ab-10 Rapid Peroxidase Labeling Kit	New 1 sample 3 samples	¥9,800- ¥19,000-	346-91863 340-91861	LK33
Ab-10 Rapid Biotin Labeling Kit	New 1 sample 3 samples	¥9,800- ¥18,000-	344-92023 348-92021	LK37

リピートユーザー様に人気の Labeling Kit シリーズ

- 50 - 200 µg の抗体、タンパク質を標識できる
- 同梱のフィルトレーションチューブで、未反応物を除去できる*
- 標識対象 (-NH₂, -SH) を選べる
(NH₂ タイプ：簡単操作、SH タイプ：特定部位に標識可能)



* ビオチン、蛍光色素標識キットのみ

選べるラインナップ

ビオチン

Biotin

蛍光色素

Fluorescein、ICG
HiLyte Fluor™ 555 / 647 / 750

蛍光タンパク質

R-Phycoerythrin
Allophycocyanin

酵素

Alkaline Phosphatase
Peroxidase

Dojindo Labeling Kit シリーズ比較表

お手持ちのサンプルや実験系に応じてお選びいただけます。

	サンプル	標識対象	操作時間	操作工程	精製工程	こんな方にご利用いただいています
Ab-10 Rapid Labeling Kit シリーズ	10 µg IgG 抗体	-NH ₂	30 分	3 ステップ	なし	まずは少量の抗体ですぐにためしてみたい
Labeling Kit シリーズ	50 ~ 200 µg IgG 抗体、タンパク質	-NH ₂ -SH	1.5 ~ 3 時間	8 ステップ	限外ろ過	<ul style="list-style-type: none"> • 低分子の不要物を除きたい • スケールアップしたい • アミン標識では上手くいかない

原理や測定プロトコル
詳細はコチラ

はじめてガイド 同仁 検索

- 1) 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。
- 2) 記載価格はこのパンフレット編集時(2018年9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。
- 3) 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

URL : ffwk.fujifilm.co.jp Free Dial : 0120-052099 Free Fax : 0120-052806

製造委託元・国内問合せ先

株式会社 同仁化学研究所

URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp
Free Dial : 0120-489-548 Tel : 096-286-1515(代表)
受付時間 9:00 - 17:00(土日祝日を除く)

ドージン・イースト(東京)

Tel : 03-3578-9651(代表)

開発元

DOJINDO MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.

30 W Gude Dr. Suite 260, Rockville, MD 20850, USA
URL : www.dojindo.com
E-mail : info@dojindo.com

取扱店