

同仁化学のLDHアッセイ

4つの**すごい**こと

コスト パフォーマンス なよりの決め手	保存 安定性 実験毎の調製が不要	選べる 測定法 2役を1キットで	確かな 結果 他社製品とも相関
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

細胞毒性測定キット

Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST

DOJINDO MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.

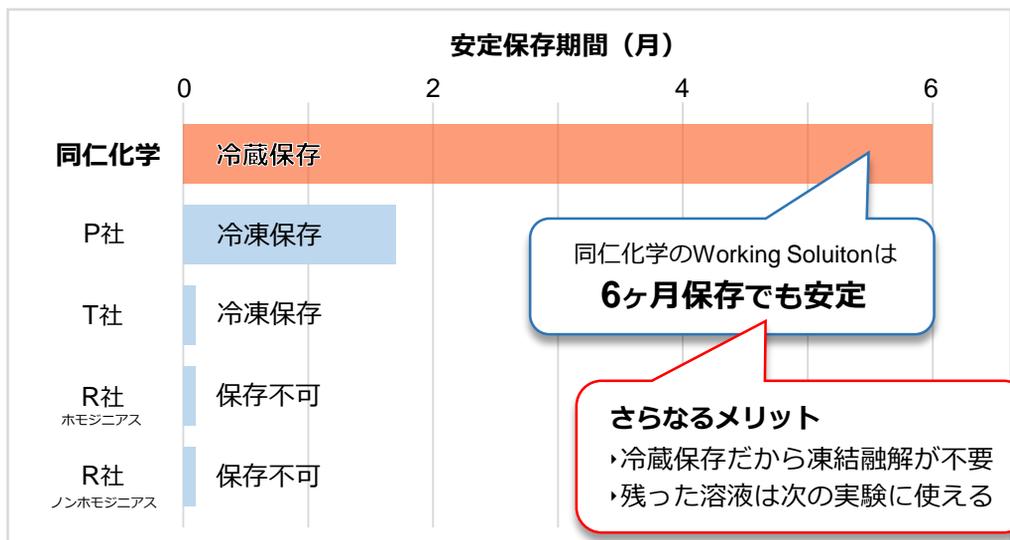
コストパフォーマンスが**すごい**

	同仁化学	P社	T社	R社 (ホモジニアス)	R社 (ノンホモジニアス)
価格	¥ 38,000	¥ 40,000	¥ 45,000	¥ 61,800	¥ 53,700
1 test当り単価	¥ 19	¥ 40	¥ 23	¥ 31	¥ 27
容量	2000 tests	1000 assays	2000 assays	2000 tests	2000 tests

※2017年5月 現在

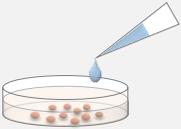
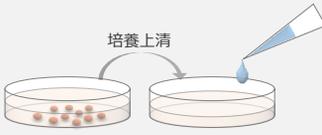
冷蔵で6ヶ月間保存できる **安定性がすごい**

各社のWorking Solutionの保存条件と期間を比較



2つの測定法から選択できるのがすごい

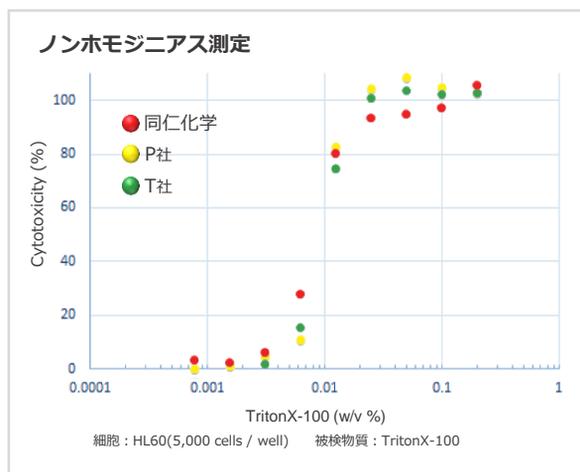
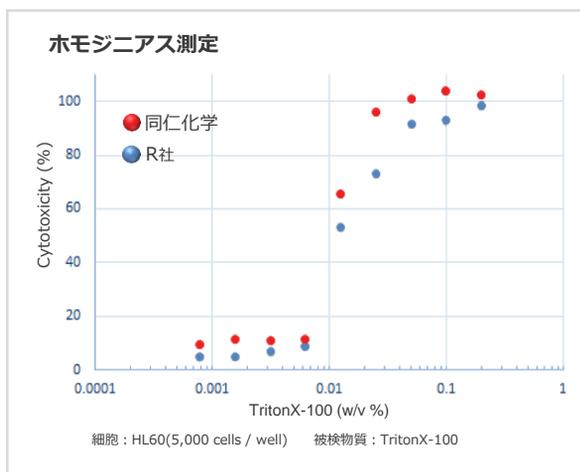
同仁化学の細胞毒性測定キットは、実験の状況に応じてホモジニアス測定・ノンホモジニアス測定のいずれかの測定方法を選択できます。

LDHアッセイ測定方法とそのメリット・デメリット	各社製品の的方法
ホモジニアス測定  <ul style="list-style-type: none"> ✓ 多検体測定向け ✓ 操作が簡便 ✓ 細胞は他の測定に利用不可 	各社製品の的方法 <ul style="list-style-type: none"> ✓ R社 (ホモジニアス)* <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 1つの製品で 2つの測定法に適応 </div> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 同仁化学 Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST ✓ P社 ✓ T社 ✓ R社 (ノンホモジニアス)*
ノンホモジニアス測定  <ul style="list-style-type: none"> ✓ 細胞を別の実験で利用できる 別の指標による細胞測定 (WST法、MTT法、ATP測定法) 細胞染色やタンパク定量 (核酸染色、免疫染色、タンパク定量) ✓ 浮遊細胞は遠心操作が必要 	

* R社は、測定法が異なる製品です。

同じフィルターを使えるのがすごい

測定時の吸光度は490 nmなので、これまで使用していたフィルターをご利用できます。また下記の実験において、他社製品と相関する結果が得られています。



品名	容量	希望納入価格	メーカーコード
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 9,600	CK12
	500 tests	¥ 25,400	CK12
	2000 tests	¥ 38,000	CK12

- 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(2017年3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。

本製品に関する
最新情報はコチラ

LDH 同仁

検索

関連製品

細胞増殖/細胞毒性測定用試薬・キット

生細胞測定 (比色)

Cell Counting Kit-8

細胞毒性ガイド 同仁

検索

生細胞測定 (蛍光)

Cell Counting Kit-F

ミトコンドリア研究用関連製品の
選択ガイドページがあります。

開発元

DOJINDO MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.

30 W Gude Dr. Suite 260, Rockville, MD 20850, USA
URL www.dojindo.com
Email info@dojindo.com

委託製造元・国内問い合わせ先

株式会社 同仁化学研究所
Tel 096-286-1515 (代表) Fax 096-286-1525
ドージン・イースト (東京)
Tel 03-3578-9651 (代表) Fax 03-3578-9650