

LDH assayを簡便に

Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST

Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST は、細胞から培地中に放出された乳酸脱水素酵素 (LDH) 活性を測定することにより細胞傷害を測定するキットです。本キットは、生細胞と反応せず、かつ、細胞にダメージを与えないため、生細胞と死細胞が混在する細胞培養液中に直接試薬を加えても細胞傷害を測定することが可能です (ホモジニアスアッセイ)。なお、一般的に用いられる細胞培養液を取り出して LDH 活性を測定する方法も可能です (ノンホモジニアスアッセイ)。また、安定性の高い試薬を用いているため、調製した溶液は長期間保存でき、用時調製する必要がありません。そのため、多検体アッセイから、少ない検体数の測定にも対応することができます。今回、100、500 tests に加えて、2000 tests をラインナップに追加致しました。

半年間限定！
(2016年11月末迄)

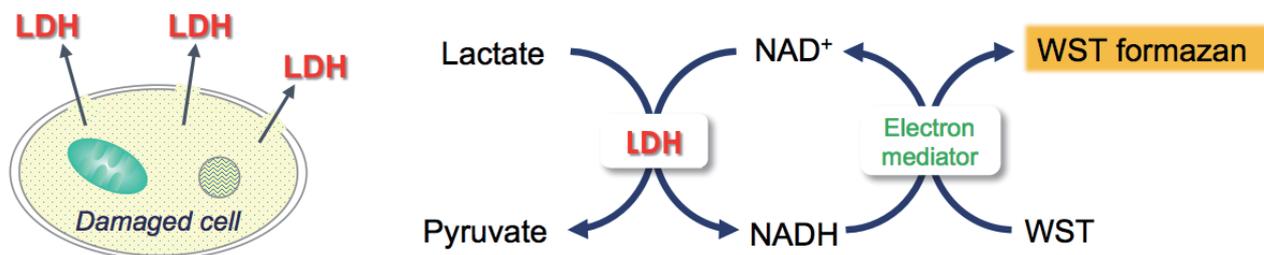
2000 tests 包装

¥30,000.- /set

品名	容量	希望納入価格
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST	100 tests	¥9,600
	500 tests	¥25,400
	2000 tests	¥38,000

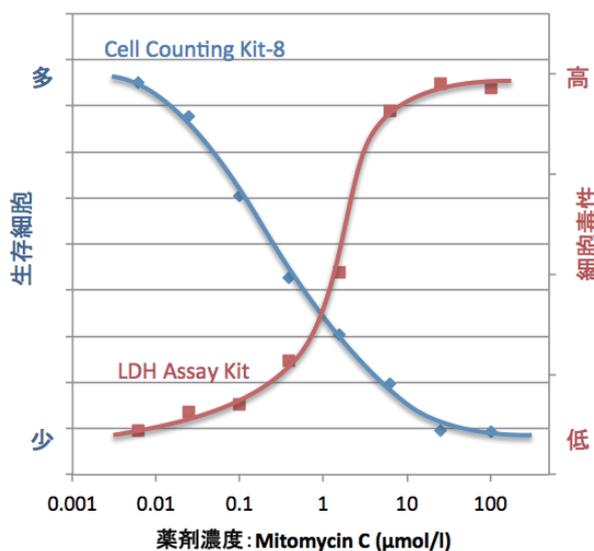
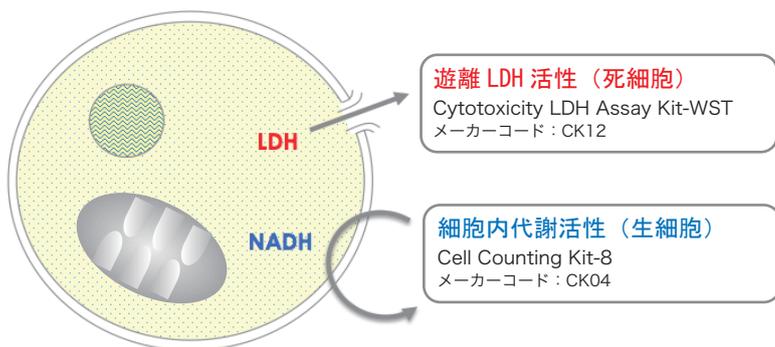


Cytotoxicity LDH Assay Kit-WSTの測定原理



細胞毒性試験の比較

複数の指標で細胞を測定し、データの裏付けを取ることをおすすめします。



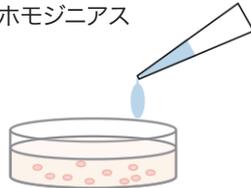
例えば、弊社 Cell Counting Kit-8 は生細胞の代謝活性を測定するキットであるが、測定原理上、毒性試験を行う上で、生細胞が減少しているのか、もしくは細胞自体の活性が落ちているのか分からない。そこで別の指標を用いて細胞アッセイを行いデータの裏付けを取ることが重要となる。

右図のデータは、HeLa 細胞に Mitomycin C を各濃度で添加した際の細胞毒性を Cell Counting Kit-8 と Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST を併用して測定した結果である。Cell Counting Kit-8 を用いた生細胞アッセイでは、Mitomycin C の濃度が高くなる程、吸光度が減少しており、一方で Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST を用いた死細胞アッセイでは吸光度が増加しており、毒性試験により生細胞が減少している確かなデータが得られた。

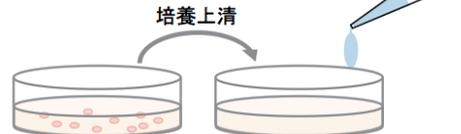
1) 記載価格は本体価格のみで、消費税等は含まれておりません。 2) 記載価格はこのパンフレット編集時(2016/5/25)における希望納入価格です。予告無しに変更する場合がございますのでご注意ください。 3) 掲載製品は、試薬、研究用のみに使用するものです。医療用その他目的には使用できません。

測定方法の選択

細胞培養液に直接試薬を添加するホモジニアスアッセイと、細胞培養液の上清を使うノンホモジニアスアッセイのいずれの方法でも測定が可能である。そのため実験状況に応じた測定方法の選択がおこなえる。

ホモジニアス


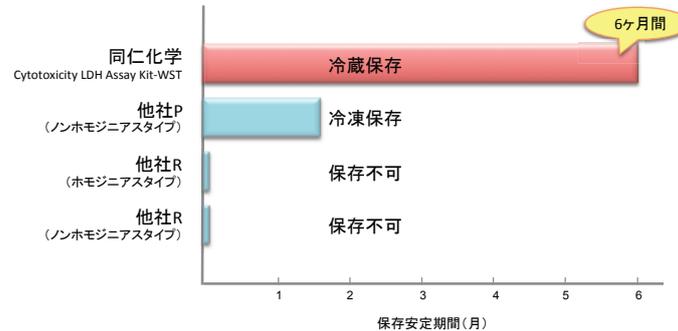
試薬を入れるだけの簡単操作

ノンホモジニアス


培養上清を使用するので、細胞を他の実験に使用可

Working solution 調液後の安定性評価

LDHアッセイに使用するWorking solutionは、調液後6ヶ月間冷蔵にて保存が可能。調製後の溶液が安定なため、試薬の無駄を省くことができる。

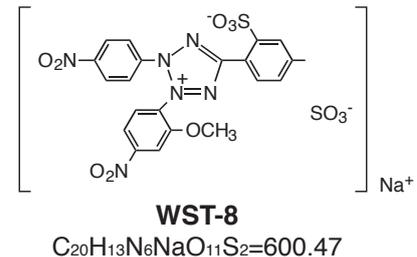
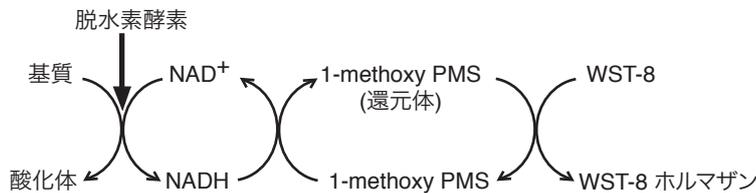

関連製品

細胞数を色でカウント

Cell Counting Kit-8

Cell Counting Kit-8 (CCK-8) は水溶性テトラゾリウム塩 WST-8を発色試薬として用いた生細胞数測定キットです。WST-8 は還元されると460 nm 付近に極大吸収を持つ水溶性ホルマザンを生じます。

CCK-8 は1液タイプであり、事前の溶液調製は必要ありません。また、細胞増殖 / 細胞毒性測定において放射性同位体を使用することなく、吸光測定により高感度な生細胞数測定が可能です。細胞中の脱水素酵素により産生されるNADHは、1-Methoxy PMSを介してWST-8を橙色のホルマザンに還元します。このホルマザン色素の量は生細胞数に比例します。CCK-8を用いた細胞増殖アッセイは、MTTアッセイや³H]-チミジン取込み法と良く相関しており、代替法として使用することができます。

Cell Counting Kit-8 の測定原理


品名	容量	希望納入価格	コード	メーカーコード
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST	100 tests	¥9,600	347-91751	CK12
	500 tests	¥25,400	343-91753	
	2000 tests	¥38,000	341-91754	
Cell Counting Kit-8	100 回用	¥5,200	341-07761	CK04
	500 回用	¥13,200	347-07621	
	2500 回用	¥36,600	343-07623	
	10000 回用	¥101,000		

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(2016/6/2)における希望納入価格です。予告無しに変更する場合がございますのでご注意ください。
3) 掲載製品は、試薬、研究用のみに使用するものです。医療用その他目的には使用できません。

国内販売元

和光純薬工業株式会社

 URL <http://www.wako-chem.co.jp>
 フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806

開発元

DOJINDO MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.

 30 W Gude Dr, Suite 260, Rockville, MD 20850, U.S.A.
 URL <http://www.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

 TEL096-286-1515(代表) FAX096-286-1525
 ドーজন・イースト(東京)