

細胞増殖・細胞毒性のスタンダード

細胞増殖 / 細胞毒性測定キット Cell Counting Kit-8

おかげさまで国内累計 2 億 5 千万回分の実験にご使用いただきました！



なぜ Cell Counting Kit-8 は広く使われているのか？

Cell Counting Kit-8 (CCK-8) は、細胞内代謝活性を指標に生細胞を測定するキットです。本品では同仁化学研究所が開発した色素 WST-8 を採用したことにより、簡便な操作性、高い試薬の安定性、細胞への低毒性を実現しました。これにより従来より使われている MTT 法に代わる試薬として、世界中の研究で広く使われています。

使いやすい簡便な操作性

水溶性の高い試薬 WST-8 の採用により、試薬を直接培養液に加えるだけで、細胞数に応じた培地の色の変化がみられます。

CCK-8 を添加 1~4 時間インキュベート 吸光度を測定

高い試薬の安定性

長期安定性を実現した Cell Counting Kit-8 は、冷蔵で 1 年間保存頂けます。凍結保存が不要なため、使いたい時にそのままご利用でき、常に安定したデータが得られます。

細胞種別に参考論文をまとめて公開しました！

細胞種別に、Cell Counting Kit-8 が使用された参考文献を Web に公開しました。ぜひご覧ください。

製品名	指標	検出	製品コード	容量	和光コード	価格
Cell Counting Kit-8 発色試薬 WST-8 の採用により簡便な操作性を実現しました。	細胞内代謝活性	吸光度 450 nm	CK04	100 回用	341-07761	¥ 5,400
				500 回用	347-07621	¥ 13,600
				2,500 回用	343-07623	¥ 37,800
				5,000 回用	341-07624	¥ 70,000
				10,000 回用	341-08001	¥ 102,000
関連製品						
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST 細胞外に漏れ出た LDH を検出することで死細胞を評価します。	細胞膜損傷	吸光度 490 nm	CK12	100 tests	347-91751	¥ 9,800
				500 tests	343-91753	¥ 26,200
				2,000 tests	341-91754	¥ 39,200
Viability/Cytotoxicity Multiplex Assay Kit 「Cell Counting Kit-8」と「Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST」のセット製品。生細胞と死細胞の 2 つの指標により信頼性の高いデータが得られます。	上記参照	吸光度 450,490 nm	CK17	500 tests	346-09271	¥ 29,800

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(2020年5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。

論文・技術情報を随時更新中！

製品コード 同仁 検索

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 : 0120-052-099 Free Fax : 0120-052-806

製造元・国内問合せ先
株式会社 同仁化学研究所 **ドージン・イースト(東京)**
Free Dial : 0120-489-548 Tel : 096-286-1515(代表) Tel : 03-3578-9651(代表)
URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp

取扱店

細胞内代謝とミトコンドリア膜電位

▶ 複数指標で測定する ミトコンドリア機能低下

薬剤刺激によるミトコンドリア膜電位と細胞内代謝の変化

ミトコンドリア電子伝達系の阻害実験

エネルギー産生場として重要な役割を果たしているミトコンドリアですが、下記実験ではミトコンドリアの機能阻害剤である Antimycin (50 nmol/l) を Jurkat 細胞に添加し、ミトコンドリア膜電位と解糖系の変化を確認しました。

解糖系の亢進

培養上清中のグルコースおよび乳酸量を測定。

グルコース消費量

乳酸生産量

Glucose Assay Kit-WST, Lactate Assay Kit-WST による測定

Antimycin 刺激によりミトコンドリア電子伝達系を阻害することで、ミトコンドリアの膜電位が低下。
ミトコンドリア機能低下に伴い、解糖系が亢進。
グルコース → ピルビン酸 → 乳酸

ミトコンドリア膜電位の低下

JC-1 による蛍光色調の変化(赤→緑)で測定。

蛍光顕微鏡

プレートリーダー

JC-1 MitoMP Detection Kit による測定

論文増えてます!! 学術情報も随時更新

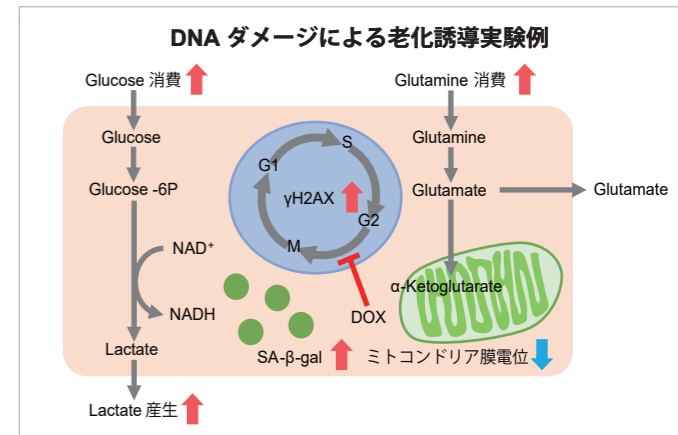
実験に役立つ学術情報をマップや図式、引用文献を交えてご紹介しています。

主な掲載情報

- ・ 低酸素とがん
- ・ 糖尿病疾患：高血糖状態によるポリオール代謝の亢進
- ・ 老化関連疾患と乳酸、NAD⁺ の関係
- ・ がんとグルタミン代謝
- ・ オートファジーとグルタミン代謝
- ・ グルタミン代謝と細胞老化

詳しくは Web で！

これから代謝 同仁 検索

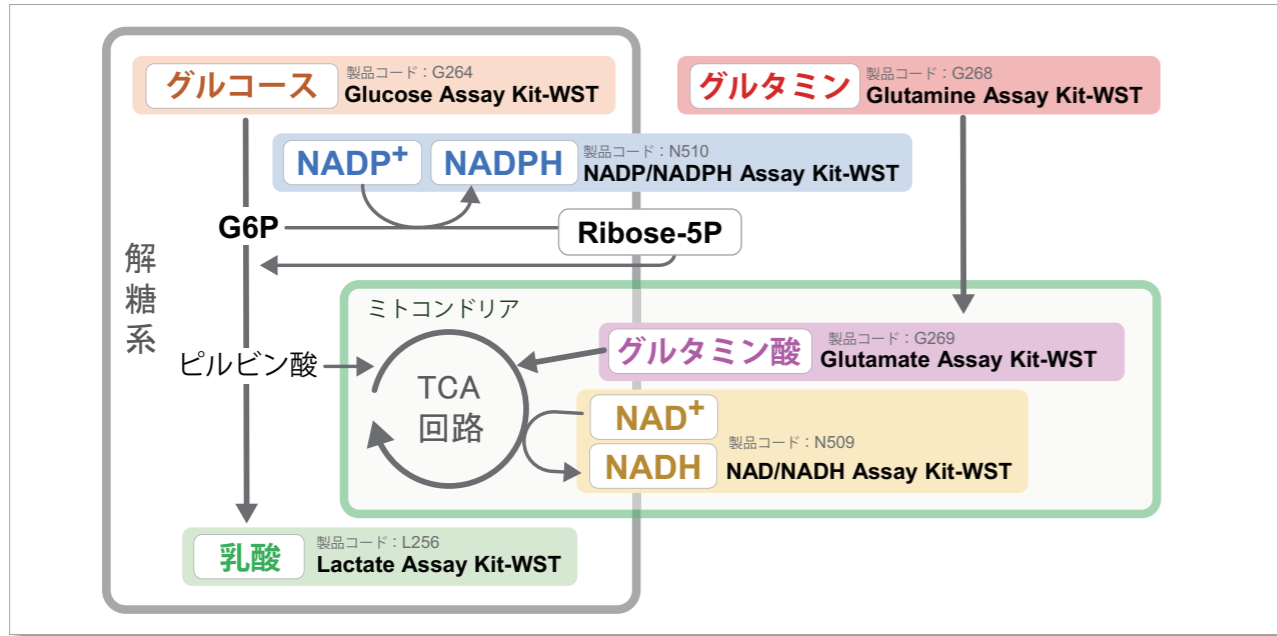


Doxorubicin (DOX) 刺激による細胞老化の誘導で、細胞老化の指標である SA-β-gal 発現量が増加。更にミトコンドリア膜電位や細胞内代謝の変化を実測データで公開中です。



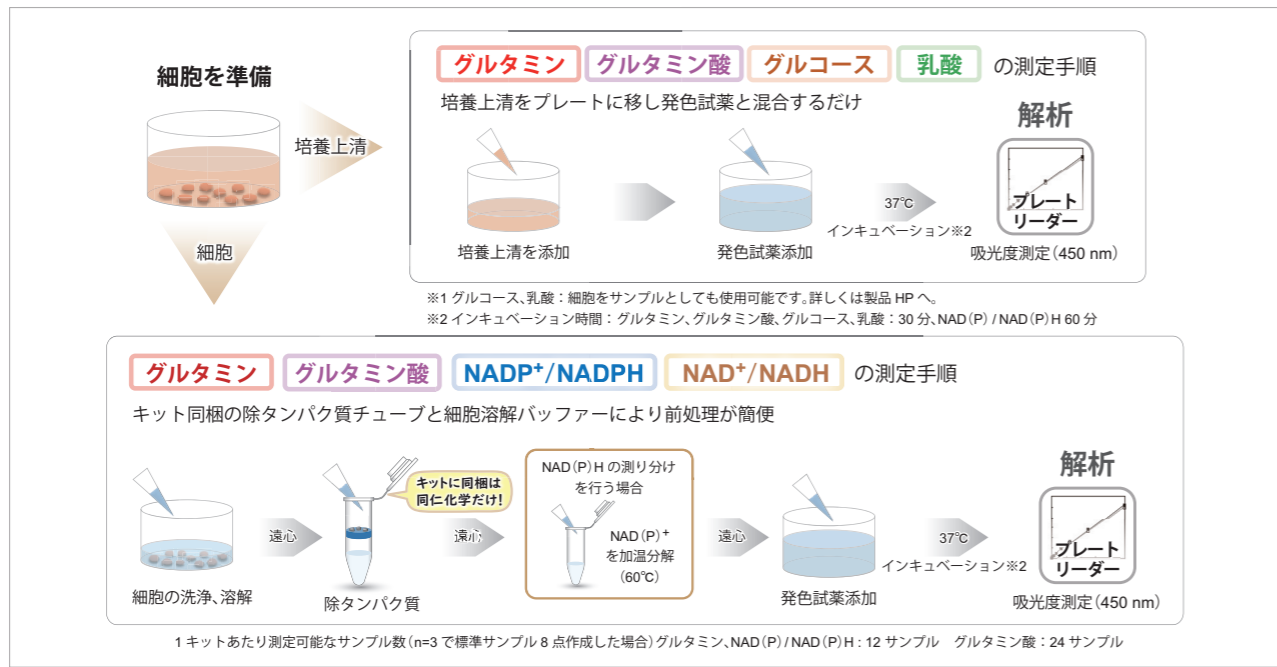
96 ウェルプレートで手軽に測定 (測定フィルターは全て 450 nm に対応)

細胞内の代謝システムである、解糖系や TCA 回路、電子伝達系の解析は、細胞状態を理解する上で重要であり、グルコースや乳酸、NAD(P)/NAD(P)H、グルタミン、グルタミン酸などのエネルギーおよび代謝産物を指標に評価されています。また代謝に関する理解を深めるため、代謝マップや測定意義、引用文献を小社 HP に掲載しています。



初めての方でも簡単な操作

測定操作および前処理に必要なコンポーネントを最適化しキットとしてご用意しました。



製品名	容量	価格	和光コード	製品コード
Lactate Assay Kit-WST	50 tests	¥ 29,000	343-09281	L256
	200 tests	¥ 68,000	349-09283	
Glucose Assay Kit-WST	50 tests	¥ 18,000	342-09413	G264
	200 tests	¥ 38,000	346-09411	
NAD/NADH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000	347-09321	N509
NADP/NADPH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000	344-09331	N510
Glutamine Assay Kit-WST	100 tests	¥ 55,000	348-09611	G268
Glutamate Assay Kit-WST	100 tests	¥ 50,000	345-09621	G269

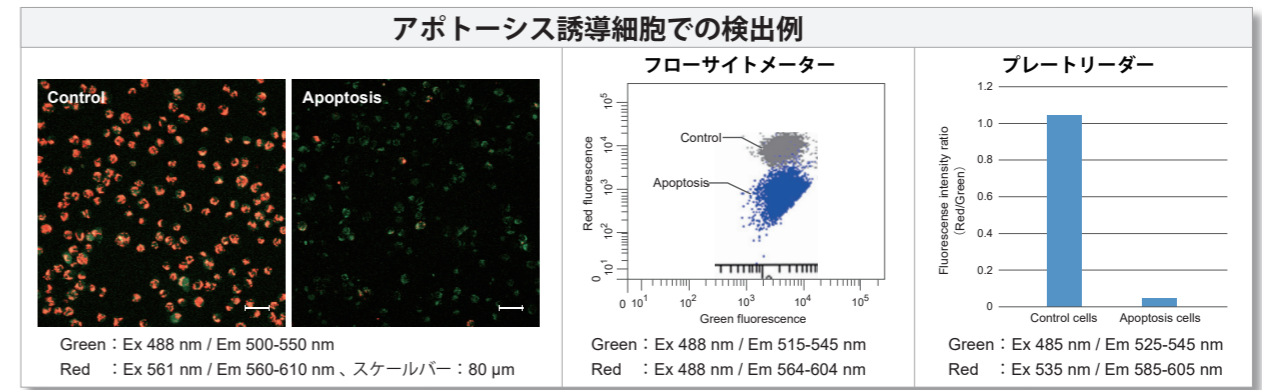


ミトコンドリア膜電位検出キット

初めての方も使いやすい!
 蛍光波長の変化(赤⇄緑)を検出

JC-1 MitoMP Detection Kit

蛍光顕微鏡、プレートリーダー、FCM でのデータ取得が可能です。また難溶性で使いづかった JC-1 の課題も本キットで解決しています。

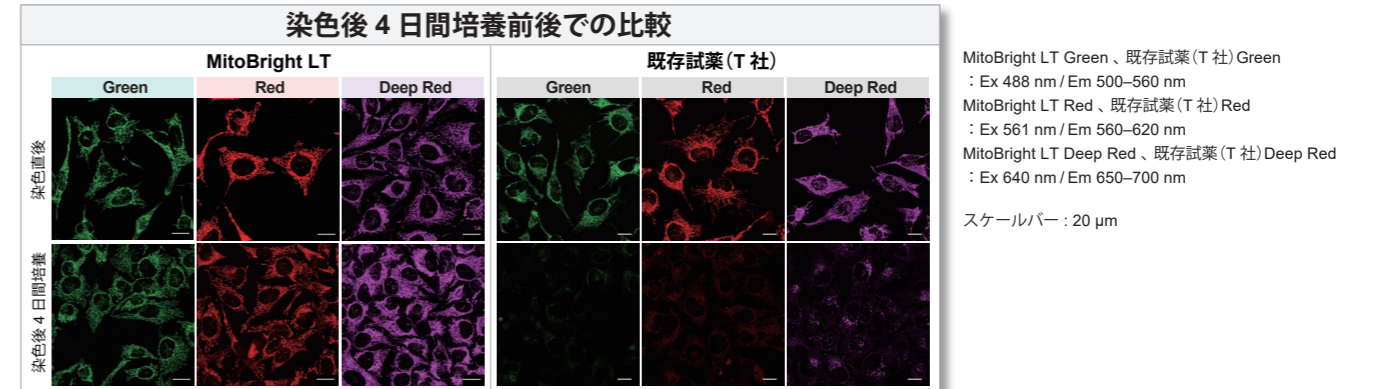


ミトコンドリア染色用色素

従来品とはココが違う!
 血清の影響を受けず、長期滞留性を実現

MitoBright LT Series

培地中の血清濃度を気にすることなく、長時間のミトコンドリア観察が可能です。本品を用いたタイムラプス動画は製品 HP にてご覧ください。

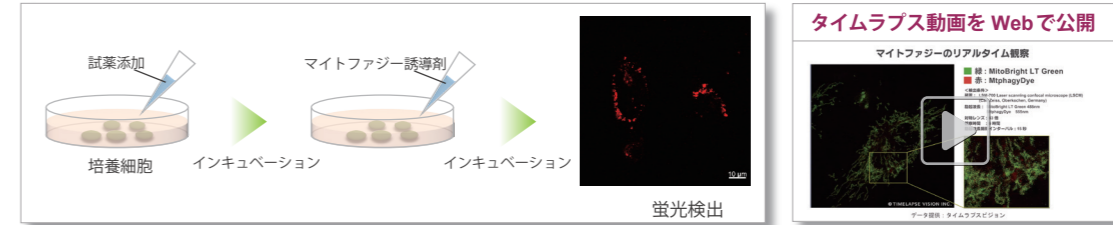


マイトファジー検出キット

試薬を細胞に加え、
 マイトファジーで蛍光が ON

Mitophagy Detection Kit

本試薬を細胞に添加するとミトコンドリアに集積します。その後リソソームと融合し酸性条件下で蛍光が増大します。



製品名	容量	価格	和光コード	製品コード
JC-1 MitoMP Detection Kit	1 set	¥ 23,000	349-09401	MT09
＜使用回数の目安＞ 96 well plate : 5 枚、35 mm dish : 25 枚 (試薬濃度 2 μmol/l 調製時)				
MitoBright LT Green	20 μl × 1	¥ 6,000	340-92064	MT10
	400 μl × 1	¥ 12,000	346-92061	
	400 μl × 3	¥ 30,000	342-92063	
MitoBright LT Red	20 μl × 1	¥ 6,000	347-92074	MT11
	400 μl × 1	¥ 12,000	349-92073	
	400 μl × 3	¥ 30,000	343-92071	
MitoBright LT Deep Red	20 μl × 1	¥ 6,000	344-92084	MT12
	400 μl × 1	¥ 12,000	340-92081	
	400 μl × 3	¥ 30,000	346-92083	
＜使用回数の目安＞ 35 mm dish : 10 枚 (20 μl)、200 枚 (400 μl)				
Mitophagy Detection Kit	1 set	¥ 36,000	344-91901	MD01
Mtphagy Dye	5 μg × 3	¥ 78,000	349-92051	MT02
＜使用回数の目安＞ μ-Slide 8 well : 30 枚 / kit (MD01 1set の場合)				