

複数の指標で見る 細胞内代謝、ミトコンドリア膜電位 細胞老化

こんな方へオススメ

- 細胞内代謝を複数の指標でみたい
- ミトコンドリアの状態をしっかり見たい
- 細胞老化しているか気になっている

対象製品2製品以上のご購入で
**30%ディスカウント
キャンペーン**

期間：2020年2月12日～3月31日

キャンペーンの内容

下記、対象製品から期間中に2製品以上*のご購入で、30%割引価格にてご提供いたします。

ご購入の際は、裏面の購入フォームに記入し富士フィルム和光純薬(株)の販売店・特約店へお渡しください。

お申込み方法の詳細は裏面をご覧ください。

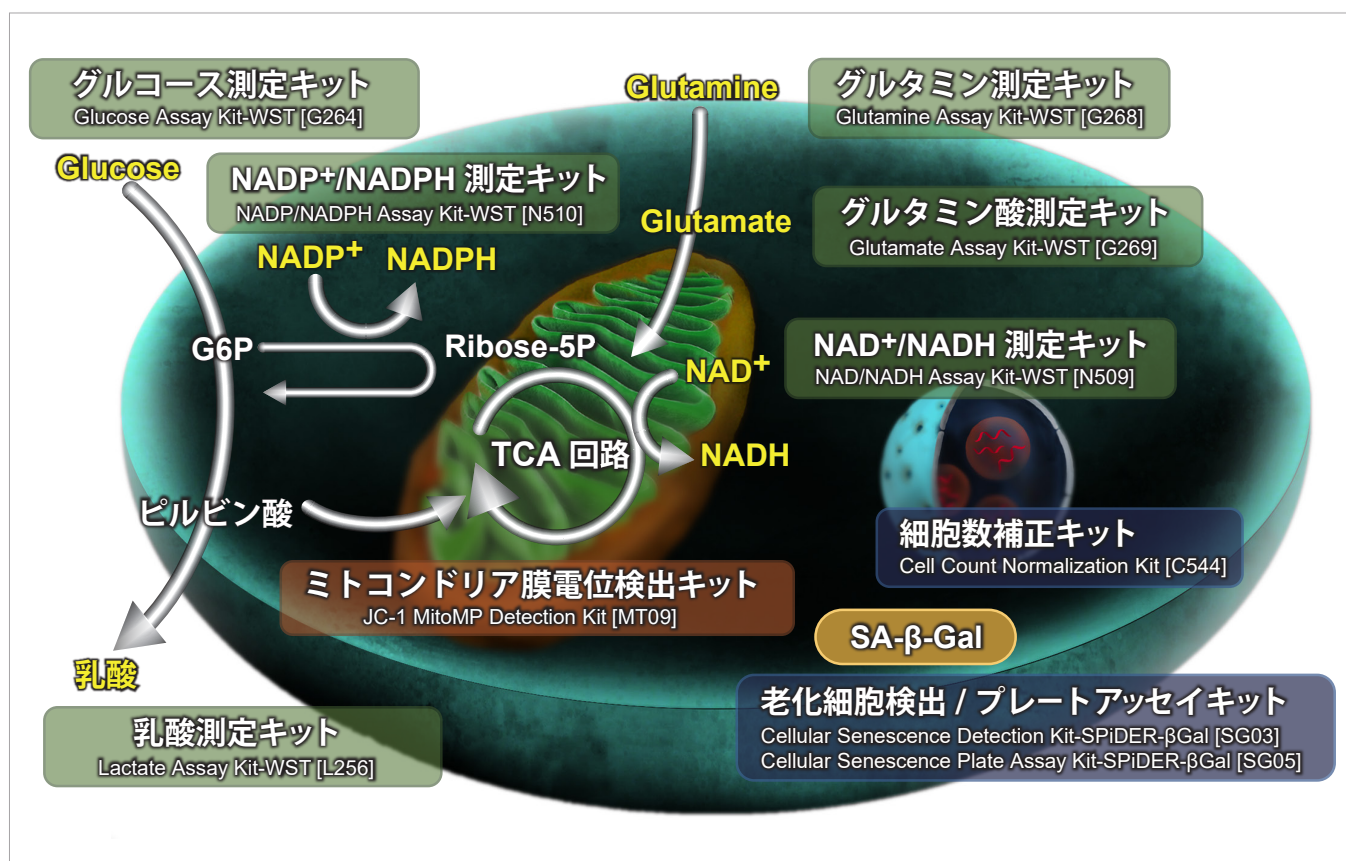
※ 同一製品を2セット以上のご購入は対象外とさせていただきます。

実験を組合せてお得に

細胞の状態を確認する際には様々な指標があり、目的の実験により測定項目の選定が必要です。

2019年に小社で特に反響が多かった細胞内代謝、ミトコンドリア、細胞老化に焦点をあて、複数の指標で測定した実験例と共にご紹介します。

対象製品をマップから探す



本キャンペーンについてのお問合せは：Free dial: 0120-489-548 E-mail: info@dojindo.co.jp

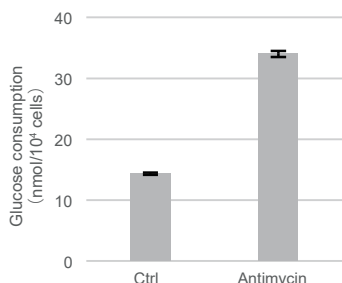
ミトコンドリア電子伝達系の阻害実験

Antimycin 刺激によりミトコンドリア電子伝達系を阻害すると、解糖系を強制的に維持しようとしピルビン酸から乳酸への代謝が亢進し、 NAD^+/NADH 比が低下します。また電子伝達系の阻害では、ミトコンドリア膜電位が低下し、活性酸素種 (ROS) の増加に伴う GSH の枯渇を引き起こすことが知られています。

下記の実験では、Jurkat 細胞に Antimycin 50 nmol/l を添加し 24 時間インキュベート後の培養上清または細胞を用いて小社キットにより測定を行いました。

Glucose 消費量

Glucose Assay Kit-WST を使用

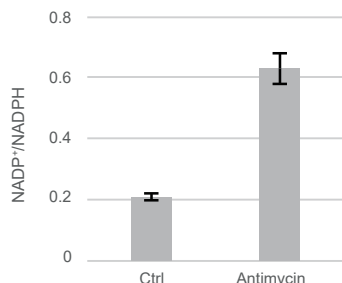


<検出条件>

装置：プレートリーダー (450 nm)

$\text{NAD}^+/\text{NADPH}$ 比

NADP/NADPH Assay Kit-WST を使用

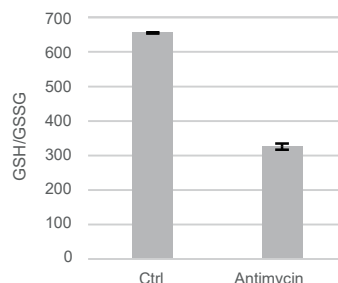


<検出条件>

装置：プレートリーダー (450 nm)

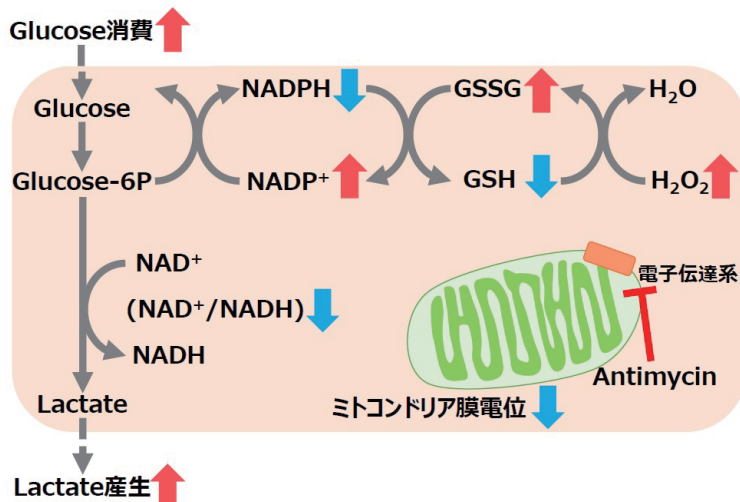
GSH/GSSG 比 ※本キャンペーン対象外製品

GSSG/GSH Quantification Kit を使用



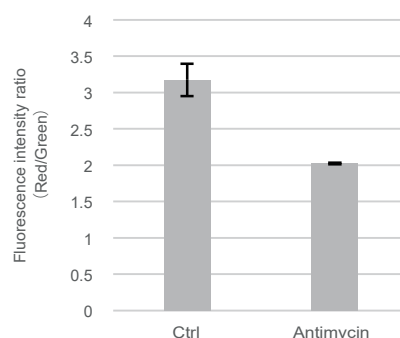
<検出条件>

装置：プレートリーダー (405 nm)



ミトコンドリア膜電位

JC-1 MitoMP Detection Kit を使用



<検出条件>

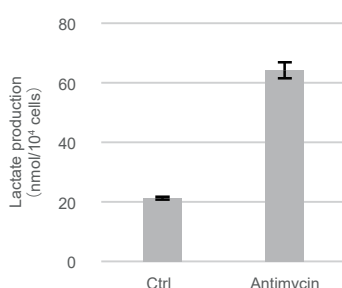
装置：プレートリーダー

Green : Ex 485 nm / Em 525-545 nm

Red : Ex 535 nm / Em 585-605 nm

Lactate 生成量

Lactate Assay Kit-WST を使用

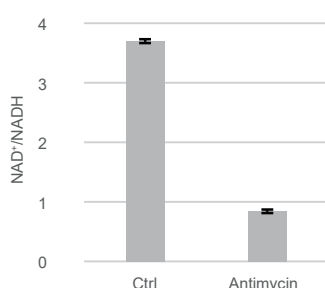


<検出条件>

装置：プレートリーダー (450 nm)

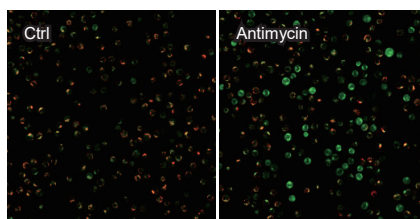
NAD^+/NADH 比

NAD/NADH Assay Kit-WST を使用



<検出条件>

装置：プレートリーダー (450 nm)



<検出条件>

装置：蛍光顕微鏡

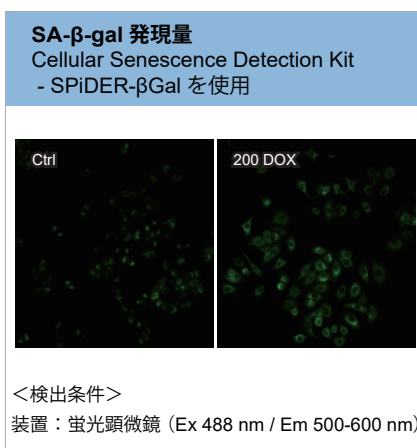
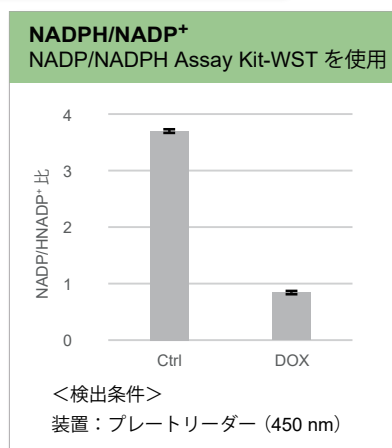
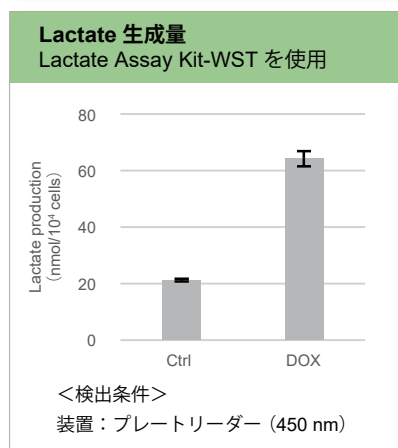
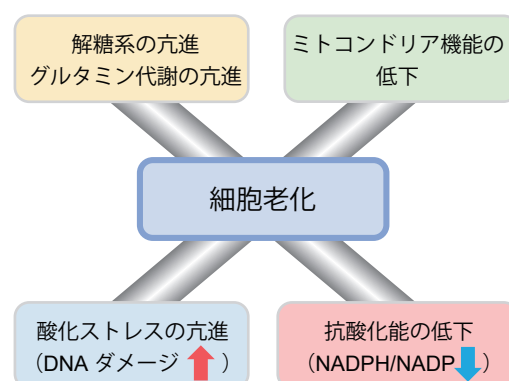
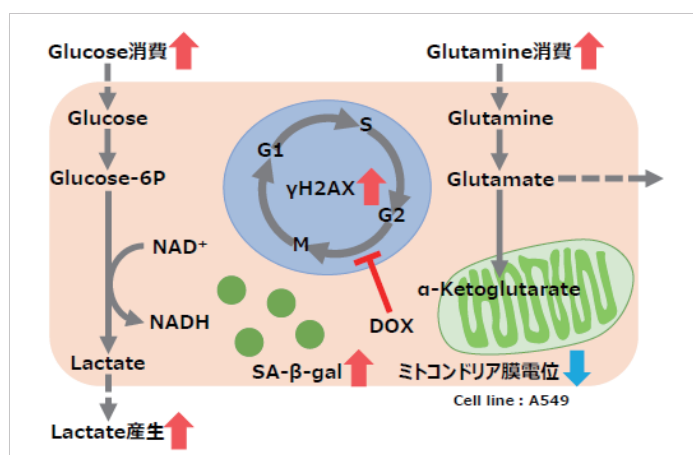
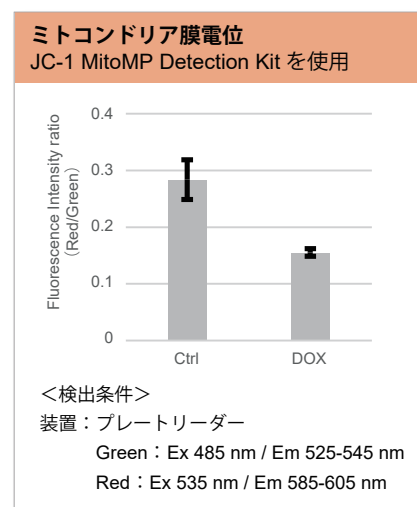
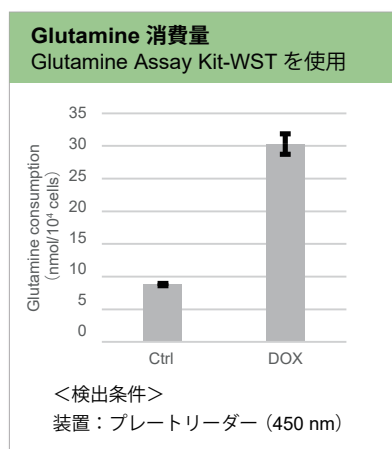
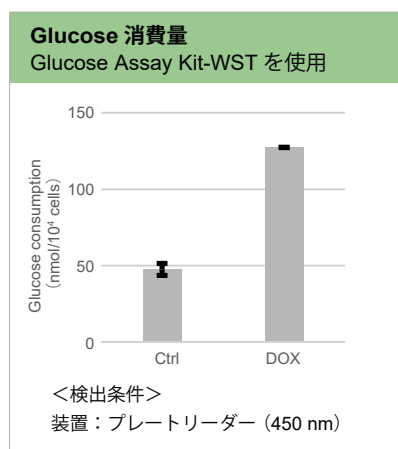
Green : Ex 488 nm / Em 500-550 nm

Red : Ex 561 nm / Em 560-610 nm

DNA ダメージ(細胞老化の誘導)

Doxorubicin (DOX) 刺激により DNA に損傷を与えると、細胞老化が誘導され SA-β-gal 発現量が増加します。また細胞老化によりミトコンドリア膜電位の低下、解糖系の亢進による培地中 Glucose 消費量および Lactate 生成量の増加、更にはグルタミン代謝の亢進による Glutamine 消費量の増加等、細胞内代謝の変化が引き起こされます。

下記の実験では、200 nmol/l Doxorubicin で 2 日間処理した A549 細胞を 24 時間培養後に培養上清または細胞を用いて小社キットにより測定を行いました。



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(2020年2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！

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

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)

取扱店

NEXT

キャンペーンお申込み方法について

下記の「キャンペーンお申込み書」にご購入の対象製品を選択し、お名前・ご所属等を記入の上、富士フイルム和光純薬(株)の販売店・特約店へ本紙をお渡しください。

キャンペーン適用条件

- 下記対象製品から期間中(2020年2月12日~3月31日)に2製品以上のご購入で30%割引価格にてご提供いたします。
- ご注文は1製品につき1セットとさせていただきます。また同一製品を2セット以上のご購入は対象外とさせていただきます。
- 本キャンペーンは日本国内のお客様に限ります。

キャンペーンお申込み書

検出	コード	製品名	容量	価格	割引価格	ご注文✓
吸光度 450 nm	L256	Lactate Assay Kit-WST	50 tests	¥ 29,000	¥ 20,300	
			200 tests	¥ 68,000	¥ 47,600	
	G264	Glucose Assay Kit-WST	50 tests	¥ 18,000	¥ 12,600	
			200 tests	¥ 38,000	¥ 26,600	
	N509	NAD/NADH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000	¥ 37,800	
	N510	NADP/NADPH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000	¥ 37,800	
	G268	Glutamine Assay Kit-WST	100 tests	¥ 55,000	¥ 38,500	
	G269	Glutamate Assay Kit-WST	100 tests	¥ 50,000	¥ 35,000	
蛍光 <Green> Ex: 485 nm / Em: 525-545 nm <Red> Ex: 535 nm / Em: 585-605 nm	MT09	JC-1 MitoMP Detection Kit ※ 使用量の目安 96 穴プレート : 5 枚、35 mm dish : 25 枚(試薬濃度 2 µmol/l 調製時)	1 set*	¥23,000	¥ 16,100	
蛍光 Ex: 500-540 nm Em: 540-580 nm	SG03	Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER-βGal	10 assays	¥39,000	¥ 27,300	
蛍光 Ex: 500-540 nm Em: 540-580 nm	SG05	Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGal	20 tests	¥11,000	¥ 7,700	
			100 tests	¥32,000	¥ 22,400	
蛍光 Ex: 350 nm Em: 461 nm	C544	Cell Count Normalization Kit プレートアッセイ時の細胞数補正用に便利です。 細胞老化プレートアッセイキット (code:SG05) との併用プロトコルを ご用意しています。詳細は製品 HP にてご確認ください。	200 tests	¥8,000	¥ 5,600	
			1000 tests	¥20,000	¥ 14,000	

以下、全項目のご記入を以てお申込み受けとさせていただきます。

お名前(ご使用者)	お役職
大学名/会社名	
所属学科/所属部名	
E-mail	
ご住所	
お電話番号	

富士フイルム 和光純薬(株)の販売店・特約店へ本紙をお渡しください

販売店等がご不明な場合は小社ホームページ、もしくはカスタマーサポートまでお問い合わせください。

カスタマーサポート

URL : www.dojindo.co.jp
 Freedial : 0120-489-548
 E-mail : info@dojindo.co.jp

キャンペーンページ

申込書(PDF)のダウンロード、キャンペーンの詳細は HP からご覧いただけます。

「細胞内代謝・ミトコンドリア製品 30% ディスカウントキャンペーン」
 URL : https://www.dojindo.co.jp/products/contents/taisha_promotion2020.htm

