



お申込み方法

下記のフォームおよびアンケートを記載頂き、富士フィルム和光純薬(株)の販売店・特約店へ本紙をお渡し下さい。  
成功サポートのお申込み適用条件の詳細は裏面をご覧ください。申込書は小社 HP からダウンロードできます。

注文書・成功サポート(無償)キャンペーン お申込書 \*必須項目

お申込み日	2020年	月	日
お名前*・お役職	お役職:		
大学名/会社名*			
所属学科/所属部署*			
E-mail*			
ご住所*			
お電話番号*			
販売店*/担当者*	販売店*:	ご担当者*:	

1. 細胞内代謝測定で充実してほしい製品情報をお教えてください。\*

- 測定手順  測定原理  応用例(参考文献)  測定意義  細胞種実績  関連指標との実験例
- その他( )

2. ご研究の対象をお教えてください。\*

- がん  糖尿病  神経疾患  骨系統疾患  肺疾患  遺伝子疾患  感染症  高血圧
- 生殖  免疫  口腔  老化  代謝  再生医療 その他( )

3. 使用したことがある同仁化学研究所の製品(カテゴリー)をお教え下さい。\*  まだ使用したことはない

- 細胞増殖/毒性  細胞内代謝  ミトコンドリア関連  細胞染色  細胞老化  酸化ストレス  オートファジー
- 脂肪滴  Ca イメージング  抗体標識  微生物  キレート試薬  タンパク質架橋剤  界面活性剤  バッファー
- その他( )

ご注文・キャンペーン対象製品\*

※下記製品容量のみが対象です。

製品名	容量	価格	和光コード	製品コード	ご注文数
Glucose Assay Kit-WST	50 tests*	¥ 18,000-	342-09413	G264	
Lactate Assay Kit-WST	50 tests*	¥ 29,000-	343-09281	L256	
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	

富士フィルム 和光純薬(株)の販売店・特約店へ本紙をお渡しください  
(期間: 2020年10月7日~11月6日)

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10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

富士フィルム 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

同仁化学の

細胞内代謝測定キットシリーズ

▶ 学術情報から学べる細胞内代謝 ▶ p2

▶ 成功サポート(無償)キャンペーン ▶ p3

これからはじめる  
細胞内代謝測定



代謝 同仁 検索

小社では細胞内代謝物を簡便に定量できるキットを多数取り揃えており、多くの方にご好評いただいています。  
細胞内代謝物を測定する意義や、どのような指標を組み合わせるのか、最新の学術情報を交えながらご紹介いたします。  
さらに、細胞内代謝を初めてご利用いただくお客様へ、成功サポートキャンペーンをご紹介します。

お客様から選ばれる3つの理由

寄せられたご要望にお応えする

① 学術情報とサポート体制

- どの代謝指標を見たら良いかが分からない。
- 論文の執筆時、どのようなデータの載せ方が良いか教えて欲しい。
- 代謝測定の必要性は分かっていたが、測定意義が分からない。

次のページに「細胞内代謝とがん」の学術情報を記載しています。

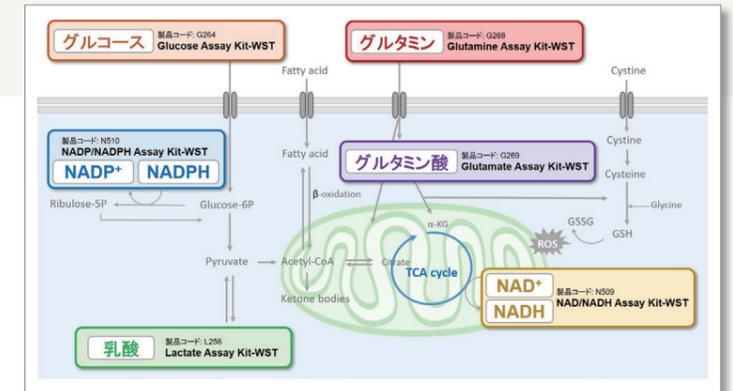
これからはじめる  
細胞内代謝測定  
細胞内代謝マップ

指標の異なる6製品

② 充実のラインナップ

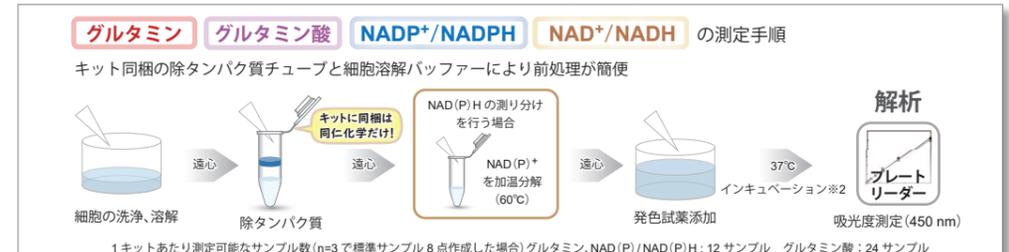
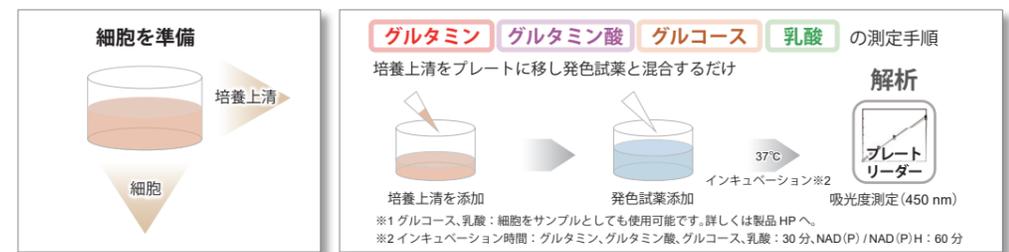
本紙最後のページに「細胞内代謝」の製品ラインナップを記載しています。

製品名	容量	製品コード
Glucose Assay Kit-WST	50 tests*	G264
Lactate Assay Kit-WST	50 tests*	L256
NAD/NADH Assay Kit-WST	100 tests	N509
NADP/NADPH Assay Kit-WST	100 tests	N510
Glutamine Assay Kit-WST	100 tests	G268
Glutamate Assay Kit-WST	100 tests	G269



一つのサンプル(培養上清と細胞)で、異なる代謝指標を測定できる

③ はじめてでも使いやすい簡単な操作





## 細胞内代謝の基礎がわかる 動画配信決定

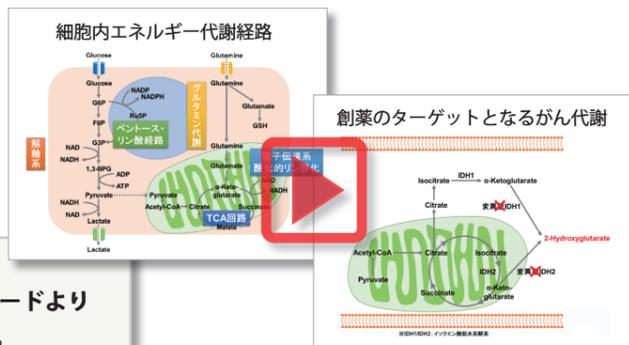
細胞内代謝に関する基礎的な測定意義を中心に、これから代謝測定をはじめの方にお役立ちできる情報を配信します。

どなたでも閲覧頂けますので、お見逃しなく。

### 目次

1. 代謝について
2. 疾患モデルにおける細胞内代謝の変化
3. がん代謝をターゲットとした創薬研究

**!** 動画配信期間：2020年10月7日～11月6日  
動画の視聴は、ページ右上の検索ワードまたはQRコードより「これからはじめる 細胞内代謝測定」をご覧ください。



## 細胞内代謝マップ

これからはじめる方に向けたお役立ち情報を小社HPにて案内しています。掲載中のがん研究と代謝測定に関する情報を一部ご紹介します。

# これからはじめる 細胞内代謝測定 一目でわかる 細胞内代謝マップ

## 各疾患における細胞内代謝の変化

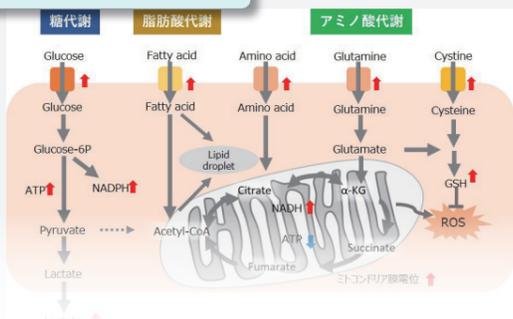
現在掲載中の学術情報  
2020年10月に更新

がん

糖尿病

老化

その他の疾患も Web で公開中



特徴的な代謝として、がん細胞はミトコンドリアの酸化的リン酸化よりも非効率的な解糖系を用いて ATP を産生します (ワールブルグ効果)。そのため、がん細胞は糖を大量に取り込みます。また解糖系の亢進によって乳酸を大量に産生します。解糖系を用いた ATP 産生には酸素は必要ないため、低酸素下でもがん細胞は増殖することができます。一方、がん細胞のミトコンドリアは、アミノ酸や脂肪を用いて NADH 産生を行います。がん細胞のミトコンドリア NADH は ATP 産生以外に主にレドックス制御に利用されている、と考えられています。がん細胞のミトコンドリアは異常な機能を有しており、その結果としてミトコンドリア膜電位の上昇(過分極)および過剰

## グルコース代謝阻害と抗がん作用

がん細胞は主に解糖系を用いて ATP 産生を行うため、解糖系をターゲットとした抗がん剤の開発が古くから進められています。未だ有効な抗がん剤の開発には至っていませんが、現在でも解糖系はがん細胞の主要な薬剤ターゲットです。そのため解糖系は、がん細胞の代謝を理解する上で最も重要な経路です。

創薬において解糖系の標的タンパク質として、グルコーストランスポーター (GLUT) が挙げられます。がん細胞はグルコーストランスポーターを介して

細胞	薬剤・刺激	細胞内代謝の状態
大腸がん (HCT116)	HK 阻害剤：2-DG	Glucose uptake ↓、Lactate ↓、Acetyl-CoA ↓、H3K27Ac ↓
卵巣がん (SKOV3、HEY、OVCAR3、A2780)	GLUT1 阻害剤：BAY-876	ATP ↓、Lactate ↓



**!** 各代謝における様々な薬剤刺激の報告例について、参考文献を掲載しながらご紹介しています。詳細は、ページ右上の検索ワードまたはQRコードより「これからはじめる細胞内代謝測定」ページをご覧ください。



## 成功サポート(無償)キャンペーンとは? 期間：2020年10月7日～11月6日

初めての方限定で、もし実験が上手くいかなかった場合に、無償で1キットをご提供いたします。



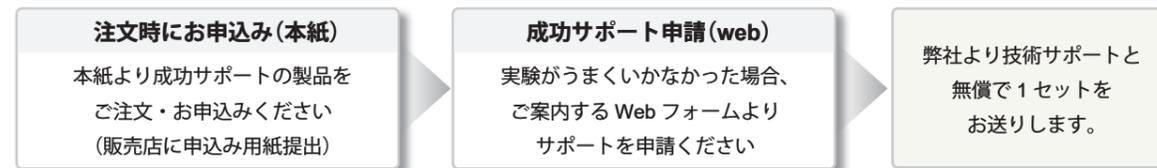
実験で思ったような結果が得られないなら...

- ・操作上の問題が生じて、結果が得られなかった
- ・検量線がうまく引けない
- ・発色しない など

無償で1セットをご提供  
適用条件をご確認ください

上手くいかなかった原因が不明な場合でも、カスタマーサポートと一緒に解決策を考えます。

## 成功サポートの流れ 注文時のお申込みと、製品ご利用後のサポート申請が必要です

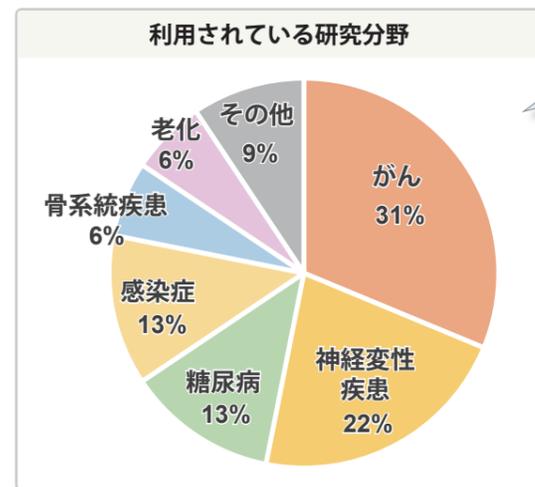


成功サポート(無償)キャンペーン お申込み適用条件：必ずご確認ください

- ・本キャンペーンの対象製品を裏面に記載をしています
- ・期間中(2020年10月7日 - 11月6日)に製品ご購入と同時に、本サポートをお申し込み頂いた方に限ります。
- ・初めて製品をご使用される方限定となります。(指標が異なる製品を初めてご購入される場合に、お申込みいただけます)
- ・裏面の申し込みフォームに必要事項を記入いただき、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。
- ・成功サポートの利用期間は、ご購入時のキャンペーン登録から3ヶ月以内といたします。  
(例：キャンペーン登録(購入日)が2020年10月15日の場合、2021年1月15日までに申込時にお送りする申請書にてご連絡ください)
- ・技術サポートは、小社カスタマーサポートよりご連絡をさせていただきます。
- ・1キットご購入につき、無償提供は1キットまでとさせていただきます。

## 様々な研究分野で使用

代謝測定キットは、がんや神経変性疾患、糖尿病など様々な研究分野でご利用頂いております。発売開始から3年が経過しましたが、これまでに様々なお声をいただきました。特に、国内メーカーで代謝測定キットの取扱いがなかったことから、課題であった価格や納期の問題、また操作性や保存安定性の改善による使い勝手の向上についても意見をいただいております。



## お客様の声

一つのサンプルで複数指標みられるのが良い。

海外品に比べて直線性が良いデータが得られた。

海外品は高額で使えなかったけど国内品で手頃に買ってよかった。

HPの参考文献を参考に試したら、思い通りの結果がでた。

取扱説明書が分かりやすく使いやすかった。