

# 抗酸化能測定キット 無料体験キャンペーン

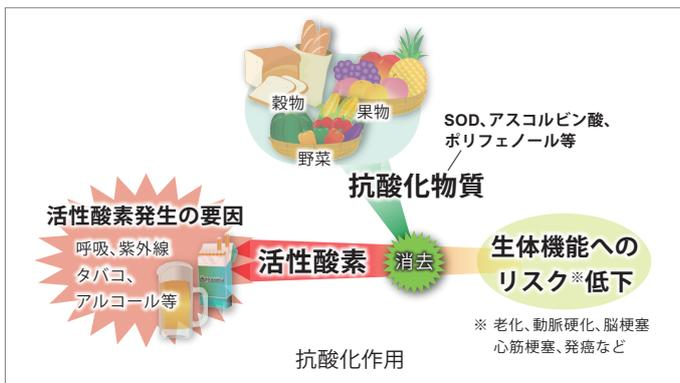


▶▶ 次項のお申込み方法をご覧ください  
キャンペーン期間：2019年2月1日～3月31日

## SOD 様活性測定キット SOD Assay Kit-WST

本キットでは、活性酸素種の一つであるスーパーオキシドの消去能を持つ SOD (superoxide dismutase) 様活性を測定することができます。

### なぜ食品の抗酸化能を測定するのか



呼吸や様々な外的要因より発生した活性酸素の多くは、生体機能を低下させ、各種疾病の発症や老化を促進させることが分かっています。

これらのストレスに対する防御作用（抗酸化能）を持つ物質は多数報告されており、食品の持つ抗酸化能を利用した健康維持、疾病の予防に関する研究が注目を集めています。

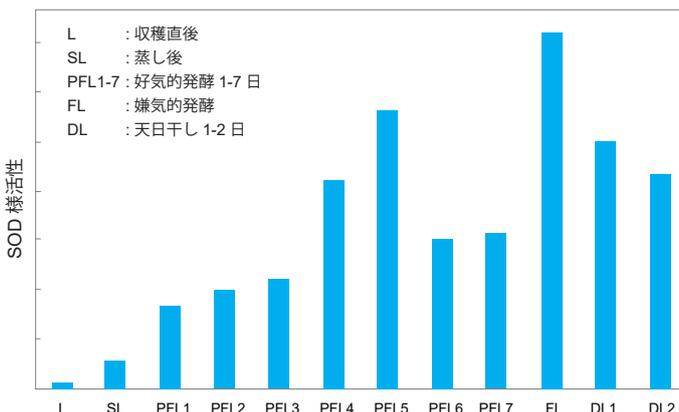
### 試薬を添加するだけの簡単操作

96well プレートを用い、サンプル調製から測定まで約 1 時間で完了します。



### 測定例

高知大学の島村らは基石茶(ゴイシチャ)の製造工程毎に SOD 様活性をキットで測定しています。



製造工程中で微生物が関与する好氣的発酵、および嫌氣的発酵で SOD 様活性が大きく増加し、発酵工程中の茶抽出成分の変化による抗酸化能の変化を報告されています。

島村, “基石茶製造工程におけるカテキン含量とスーパーオキシドアニオン消去活性の変化”, 日本食品科学工学会誌, 55(12), 640

## 食品サンプルでの豊富な実績

本キットで測定した様々なサンプルの報告例を、小冊子「はじめての酸化ストレスマーカー 測定プロトコル」に掲載しています。

茶葉、碁石茶、ワイン、りんごポリフェノール、  
キノコの抽出物、細胞、組織の実績を紹介！



その他、詳細な操作方法や  
サンプルの前処理方法を詳しく解説！

HP からダウンロード

はじめての酸化ストレス 同仁

検索

## 「抗酸化能測定キット無料体験キャンペーン」について

SOD 様活性測定キット / SOD Assay Kit-WST (製品コード : S311) 容量 100 tests × 1 セットを無料で進呈いたします。

### キャンペーン適用条件

- ・新規で小社 SOD Assay Kit-WST をご使用のただくお客様を対象とさせていただきます。
- ・お申込みは、お客様あたり (研究室あたり) 1 回限りさせていただきます。
- ・申し込み期限 : 2019 年 3 月 31 日  
数量限定 (先着 50 名様) のため、なくなり次第終了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。

### 申し込みの流れ

#### 製品ページにアクセス

SOD 同仁 検索



※製品ページ中の「キャンペーン」をクリックしてください。

#### キャンペーンページからお申込み



※必要事項をご記入ください。  
※アンケートへのご協力をお願いしています。

#### お申込み完了

SOD Assay Kit-WST (100 tests) をお届けします。

申し込み後、確認のメールをお送りいたします。

品名	容量	希望納入価格	和光コード	製品コード
SOD Assay Kit-WST	100 tests	無料体験キャンペーン対象製品	345-90191	S311
	500 tests	¥22,900-		

- 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 (2019 年 1 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。

#### 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 : 0120-052099 Free Fax : 0120-052806

#### 製造委託元・国内問合せ先

#### 株式会社 同仁化学研究所

URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp  
Free Dial : 0120-489548 Tel : 096-286-1515 (代表)  
受付時間 9:00-17:00 (土日祝日を除く)

ドージン・イースト (東京)

#### 開発元

#### DOJINDO MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.

30 W Gude Dr. Suite 260, Rockville, MD 20850, USA  
URL : www.dojindo.com  
E-mail : info@dojindo.com

#### 取扱店