

# その食品の 血圧上昇の 抑制効果を見る

ACE 阻害活性測定キット ACE Kit-WST

「ちょっと試してみたい」のご要望にお応えして

**小容量包装 (50 tests)  
追加しました**

目的別に合わせたプロトコルもご準備!

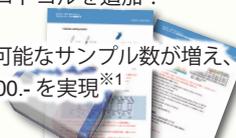
増加の一途をたどる高血圧疾患には、体内酵素「ACE (アンジオテンシンI変換酵素)」が大きく関与していることが報告されており、ACE の働きを阻害する食品は、血圧上昇を抑える機能性食品 (機能性表示食品や特定保健用食品等) として注目されています。本キットは、食品サンプルの血圧上昇抑制効果の有無を簡単に確認できるようにした製品です。

## 本キットの特長

### はじめての方も使いやすい

- ・手に取りやすい小容量包装 (50 tests) をラインナップ!
- ・未知試料測定用に活性の有無だけを確認できるプロトコルを追加!

これにより測定可能なサンプル数が増え、1 サンプル ¥2,700.- を実現<sup>※1</sup>



※1 50 tests 包装を使用した場合

※2 キットの他に必要なもの: プレートリーダー (450 nm フィルター)、マイクロピペット、マルチチャンネルピペット、インキュベーター、シリンジ

### 必要な試薬を1キットに

実験に必要な試薬がそろっており、すぐに評価できます。<sup>※2</sup>



### 一度に多検体のスクリーニングができる

測定操作は約2時間で完了します。



## お客様の声

### 炎症や疾患の治療にかかわる研究者様

ある植物サンプルで ACE 阻害活性があることが見出された。論文に掲載したいので、次は IC<sub>50</sub> も測定したい。

### 食品の機能解析をされている研究者様

野菜の抽出液に機能性を付加したいと思い使用した。何より操作が簡単だったため非常に分析しやすかった。

## 食品研究における報告例

特産品や調理法研究、加工食品などの食品研究で本キットをご使用いただいています。



加工豆乳

M. Alauddin et al., *J. Funct. Foods.*, 2015, 14, 126.



マッシュルーム

C. C. Lau, et al, *BMC Complement. Altern. Med.*, 2013, 13, 313.



アスパラガス

R. Nakabayashi, et al, *J. Nat. Prod.*, 2015, 78(5), 1179.

上記の他にも様々な研究報告例を HP で紹介



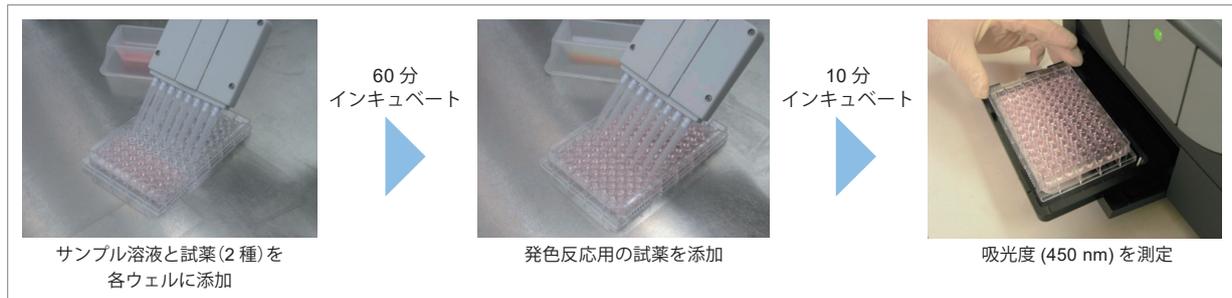
ACE 同仁

検索



## 操作の流れ

測定操作は、サンプルと試薬をプレートに加え、インキュベーション (60 分、10 分) を行い、吸光度を測定するだけです。



## 目的別のプロトコルをご準備

目的に応じて 2 つのプロトコルを用意しています。

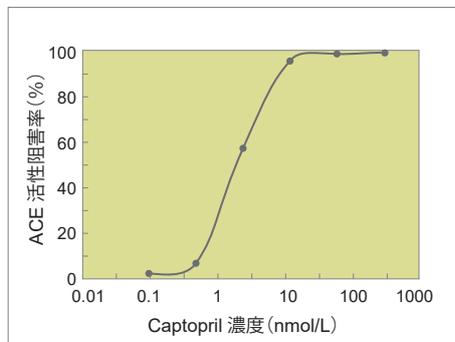
	プロトコル 1	プロトコル 2
目的	ACE 阻害活性の有無を確認したい。 未知化合物をスクリーニングしたい。	ACE 阻害活性値 (IC <sub>50</sub> ) を確認したい。 論文投稿用のデータを取得したい。
測定原理	<p>ACE 阻害活性の有無の測定</p> <p>ACE 阻害活性の有無を吸光度の低下により確認する</p>	<p>IC<sub>50</sub> の測定</p> <p>サンプルの希釈倍率毎で測定し、ACE 活性を 50% 阻害するときのサンプル濃度を算出する</p>
測定可能なサンプル数	14 サンプル (50 tests)、28 サンプル (100 tests)	2 サンプル (50 tests)、4 サンプル (100 tests)

## 測定例

本キットを用い ACE 阻害活性を測定している報告例を紹介します。

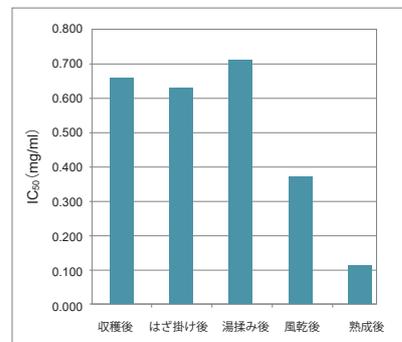
### 既知化合物の調査

ACE の阻害薬として知られる Captopril を使用し、本キットで ACE 阻害活性を測定した。



### 作物の加工過程における評価

奈良県農業総合センターの浅尾らは、ヤマトトウキの熟成過程毎に ACE 阻害活性 (IC<sub>50</sub>) を本キットで測定した。結果、作業工程毎に ACE 阻害活性が優位に高まっていたことを報告している。



詳細は HP で紹介



ACE 同仁

検索



品名	容量	希望納入価格	和光コード	製品コード
ACE Kit-WST	50 tests	¥ 38,000-	345-08923	A502
	100 tests	¥ 70,000-	349-08921	