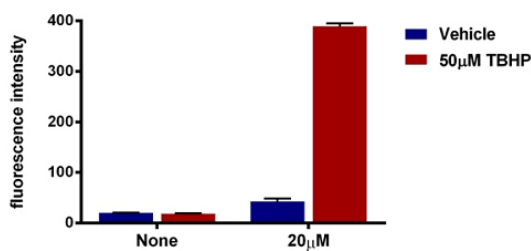


NADP/NADPH、ROS など酸化ストレスに関連する因子のアッセイキットです。

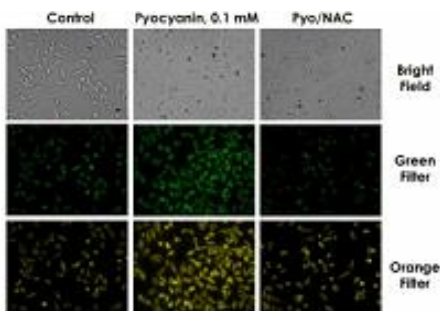
ターゲット	製品名	説明	文献数	容量	製品番号
Antioxidant	Total Antioxidant Capacity Assay Kit	抗酸化能を比色法で定量的に測定するキット。Protein Mask を用いることにより低分子抗酸化物質のみでの測定もできるキット。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート、細胞培養液	10	100 tests	ab65329
Ascorbic Acid	Ascorbic Acid Assay Kit	アスコルビン酸を簡単、迅速、高感度に比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、その他生体液、組織抽出液		100 tests	ab65346
Catalase	Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	カタラーゼの活性を簡単、迅速、高感度に比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、細胞ライゼート、組織抽出液	8	100 tests	ab83464
Glutamate Oxidase	Glutamate Oxidase Assay Kit (Fluorometric - Near Infrared)	グルタミン酸オキシダーゼを迅速、高感度に測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート		200 tests	ab138885
GST	GST Activity Assay Kit (Colorimetric)	GST の活性を比色法で測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート	2	100 tests	ab65326
Hydrogen Peroxide	Hydrogen Peroxide Assay Kit	過酸化水素を簡単、高感度に比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート、細胞培養液	6	200 tests	ab102500
	Hydrogen Peroxide Assay Kit (Cell-based)	生細胞中の過酸化水素を独自の AbGreen 指示薬を用いて定量的に測定するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		200 tests	ab138874
	Hydrogen Peroxide Assay Kit (Fluorometric - Near Infrared)	過酸化水素を独自の AbIR ベルオキシダーゼ指示薬を用いて、定量的に測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート		500 tests	ab138886
LDHB	Lactate Dehydrogenase B (LDHB) Activity Assay	乳酸脱水素酵素 B (LDHB) の活性を簡単、迅速に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、血清、血漿、接着細胞、組織抽出液、細胞ライゼート、精製タンパク質	1	1 x 96 tests	ab140361
NADP/NADPH	NADP/NADPH Assay Kit	NADP および NADPH の測定と NADP/NADPH の比率を高感度に比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：組織抽出液、細胞ライゼート	21	100 tests	ab65349
	NADP/NADPH Assay Kit (Fluorometric)	ADP および NADPH の測定と NADP/NADPH の比率を高感度に蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：組織抽出液、細胞ライゼート		250 tests	ab176724
	Total NADP and NADPH Assay Kit	総 NADP/ NADPH を比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清		400 tests	ab186033
Nitric Oxide	Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric)	総 nitrate/nitrite を比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート	10	200 tests	ab65328
	Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric)	総 nitrate/nitrite を蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート	1	200 tests	ab65327
Cellular Reactive Oxygen Species	Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit (Deep Red Fluorescence)	細胞中の ROS を ROS センサー (ROS Deep Red Dye) を用いて蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーなどで定量的に測定するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞	3	200 tests	ab186029
	Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit (Orange Fluorescence)	細胞中の ROS を ROS センサー (ROS Orange Dye) を用いて蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーなどで定量的に測定するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		200 tests	ab186028
	Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit (Red Fluorescence)	細胞中の ROS を ROS センサー (ROS Red Dye) を用いて定量的に測定するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		200 tests	ab186027
Cellular ROS/RNS	Cellular ROS/RNS Detection Assay Kit	細胞中の ROS と RNS を簡単、特異的に蛍光顕微鏡でリアルタイムにモニターするキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞	1	200 tests	ab139473
Cellular ROS/Superoxide	Cellular ROS/Superoxide Detection Assay Kit	生細胞中の ROS 産生を簡単、特異的に蛍光顕微鏡またはフローサイトメトリーでリアルタイムにモニターするキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞	2	1 kit	ab139476
DCFDA / H2DCFDA	DCFDA / H2DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit	細胞内のヒドロキシル、ペルオキシ、その他活性酸素種 (ROS) を蛍光法で定量するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞	59	300 tests	ab113851
Peroxidase	Peroxidase Activity Assay Kit	ペルオキシダーゼ活性を簡単、迅速、高感度に比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液		100 tests	ab155895

●各製品の製品データシートおよび使用文献情報は www.abcam.co.jp/製品番号をご参照ください。

ターゲット	製品名	説明	文献数	容量	製品番号
Cellular Superoxide	Cellular Superoxide Detection Assay Kit	蛍光顕微鏡またはフローサイトメトリーを用いて、生存細胞内のスーパーオキシドをリアルタイムでモニターできるキット。 測定試料：接着細胞, 浮遊細胞		1 kit	ab139477
Uric Acid	Uric Acid Assay Kit	尿酸を比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿, 血清, 血漿, その他生体液, 組織抽出液, 細胞培養上清	2	100 tests	ab65344
Xanthine Oxidase	Xanthine Oxidase Activity Assay Kit	キサンチンオキシダーゼ活性を簡単、高感度に比色法または蛍光法で測定するキット。 測定試料：細胞培養上清, ミルク, 尿, 血清, 血漿, その他生体液, 組織抽出液	3	100 tests	ab102522
Xanthine/Hypoxanthine	Xanthine/Hypoxanthine Assay Kit	キサンチン/ヒポキサンチンを簡単、迅速、高感度に比色法または蛍光法で測定するキット。 測定試料：細胞培養上清, ミルク, 尿, 血清, 血漿, その他生体液, 組織, 組織, 接着細胞, 浮遊細胞, 組織ホモジネート		100 tests	ab155900



上図：Functional Studies - DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit (ab113851) Jurkat cells were labeled with DCFDA (20 µM) or unlabeled (none) and then cultured an additional 3 hours with or without 50 µM tert-butyl hydrogen peroxide (TBHP) according to the protocol. Cells were then analyzed on a fluorescent plate reader. Mean +/- standard deviation is plotted for 4 replicates from each condition. TBHP mimics ROS activity to oxidize DCFDA to fluorescent DCF.



下図：Profiling of reactive oxygen species formation by Fluorescence Microscopy was achieved in HeLa cells loaded with ROS/Superoxide detection reagents (ab139476) and treated with pyocyanin. General oxidative stress levels were monitored in the green channel, while superoxide production was detected in the orange channel. Pretreatment with NAC, a general ROS inhibitor, prevents formation of ROS.

●各製品の製品データシートおよび使用文献情報は www.abcam.co.jp/製品番号 をご参照ください。



アポトーシスキット、代謝関連アッセイキット、ミトコンドリア毒性試験キットなど、アブカムのキット製品をまとめた Kit ポータルのページをぜひご活用ください。URL: www.abcam.co.jp/KITJP

販売店・取扱店

アブカム株式会社
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 2-2-1
Tel : 03-6231-0940 Fax : 03-6231-0941
E-mail : orders@abcam.co.jp
URL : www.abcam.co.jp