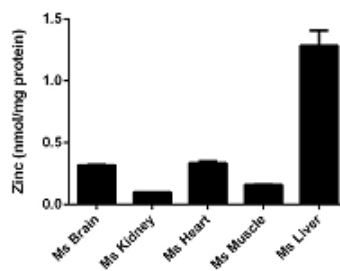
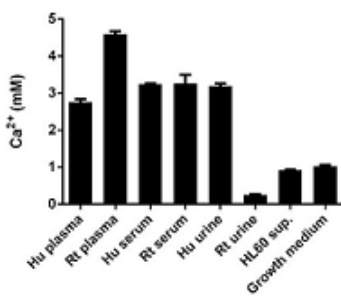


亜鉛、カルシウムなど無機物とイオンを測定するアッセイキットです。

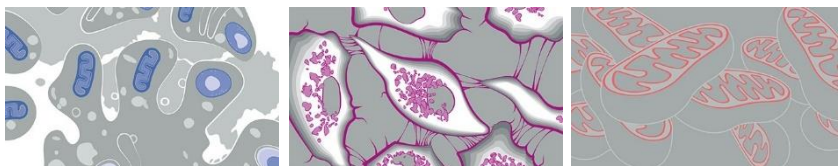
ターゲット	製品名	説明	文献数	容量	製品番号
Calcium	Calcium Detection Kit (Colorimetric)	カルシウムを簡単に比色法で定量的に測定するキット。遊離カルシウムイオンのみ検出。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート、細胞培養液	7	250 tests	ab102505
	Calcium Detection Kit (Luminometric)	カルシウムを細胞ベースでモニタリングするキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		10 x 96 tests 100 x 96 tests	ab112114
	Fura-2 No Wash Calcium Assay Kit	細胞内のカルシウムをモニタリングするキット。Fura-2 は Fluo-8 と比較して細胞カルシウム濃度のより正確に測定可能。細胞の洗浄不要。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		10 x 96 tests 100 x 96 tests	ab176766
	Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay kit	カルシウム指示薬を用いてカルシウムをモニタリングするキット。測定時間は室温で 1 時間。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		1 x 96 tests 10 x 96 tests 100 x 96 tests	ab112128
	Fluo-8 No Wash Calcium Assay kit	カルシウム指示薬を用いてカルシウムをモニタリングするキット。細胞の洗浄不要。測定時間は室温で 1 時間。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞	1	96 tests	ab112129
	Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay kit	カルシウム指示薬を用いてカルシウムをモニタリングする蛍光ベースのキット。Fluo-8 と比較して光安定性が高く、蛍光イメージングが長持ちする。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		1 kit	ab112156
	Rhod-4 No Wash Calcium Assay kit	カルシウム指示薬を用いて細胞内のカルシウムをモニタリングする蛍光ベースのキット。Fluo-8 と比較して光安定性が高く、蛍光イメージングが長持ちする。細胞の洗浄不要。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		1 kit	ab112157
Cobalt	Cobalt Quantification Kit	簡単、迅速に Co <sup>2+</sup> 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、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液		100 tests	ab102510
	Zinc Quantification Kit	高感度に比色法で定量的に亜鉛を測定するキット。 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		100 tests	ab102507
Zinc	Zinc Quantification Kit (Fluorometric)	蛍光法で亜鉛を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、その他生体液、組織抽出液		200 tests	ab176725



左図：Ca<sup>2+</sup> concentration (millimolar) in various biologicals. Shown bars are average of values from dilutions neat to 1:8. (ab102505)

右図：Zinc measured in mouse tissue lysates showing quantity (nmol) per mg protein of tested sample (ab102507)

●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](http://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](http://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](mailto:orders@abcam.co.jp)

URL : [www.abcam.co.jp](http://www.abcam.co.jp)