

ヒトiPS細胞から血管内皮細胞への分化誘導キット

MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit

新発売



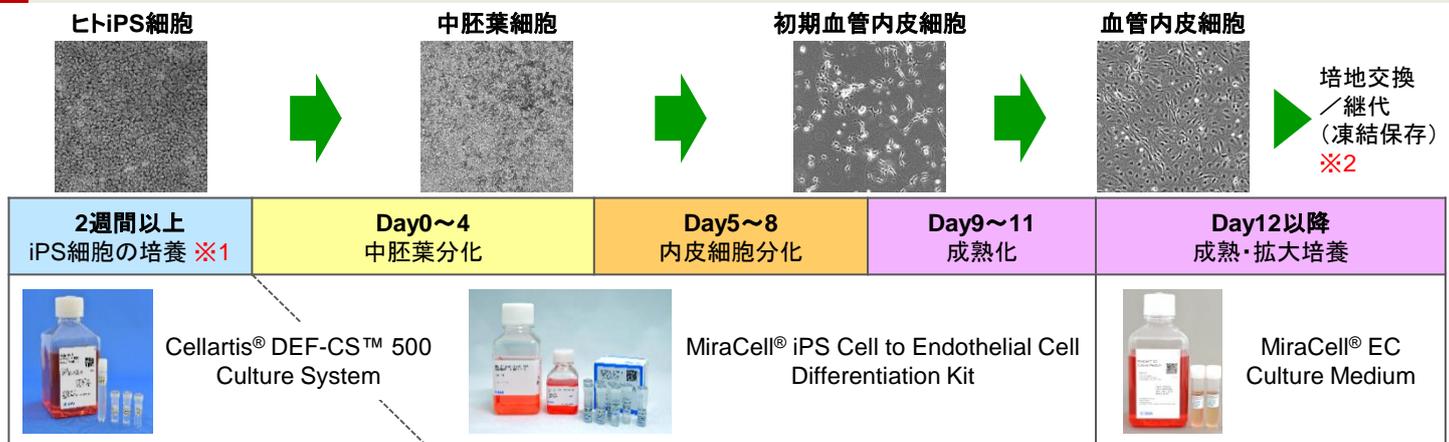
iPS細胞を用いた疾患モデリング研究に最適です！

- 複数のヒトiPS細胞株からの高い分化誘導効率(>80%)を確認済み
- 薬剤耐性遺伝子の導入などの複雑な工程を必要としない、簡便プロトコール
- 分化誘導した血管内皮細胞は、凍結保存と拡大培養が可能
- ヒトiPS細胞の馴化に必要な培地のセット品も発売



製品コード	製品名	容量	価格(税別)
Y50300	MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit	1 Kit	¥129,800

PROTOCOL



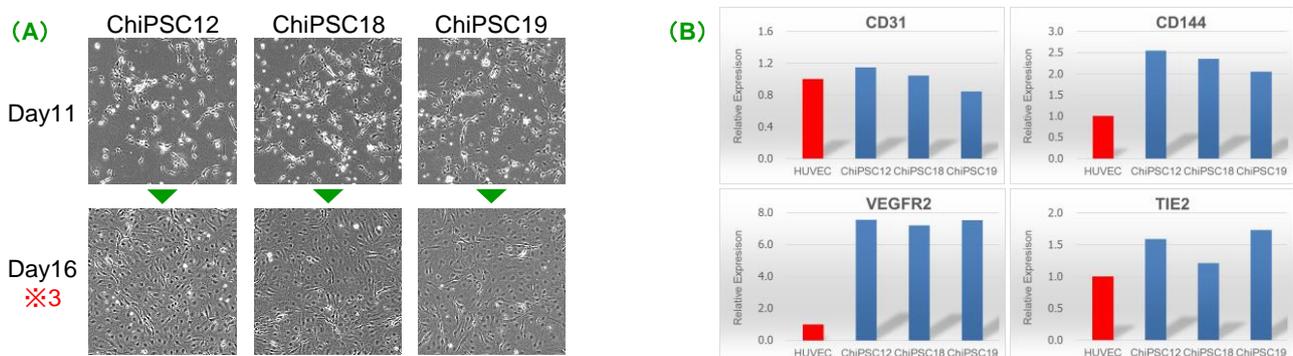
MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kitの実験フロー

- ※1: 分化に用いるヒトiPS細胞は、Cellartis DEF-CS 500 Culture System (製品コード Y30010) で2~5継代し、馴化したものを必ずご利用ください。
- ※2: Day12以降の培養には、別売りのMiraCell EC Culture Medium (製品コード Y50053) をご使用ください。

APPLICATION DATA

3種のヒトiPS細胞株からの分化誘導と血管内皮マーカーの発現確認

ドナーの異なる3種のヒトiPS細胞株ChiPSC12(製品コード Y00285)、ChiPSC18(製品コード Y00305)、ChiPSC19よりMiraCell iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kitを用いて分化誘導を行い、Day12以降の拡大培養をMiraCell EC Culture Mediumを用いて行った。



3種のヒトiPS細胞株から誘導した血管内皮細胞の細胞形態(A)とマーカー発現(B)

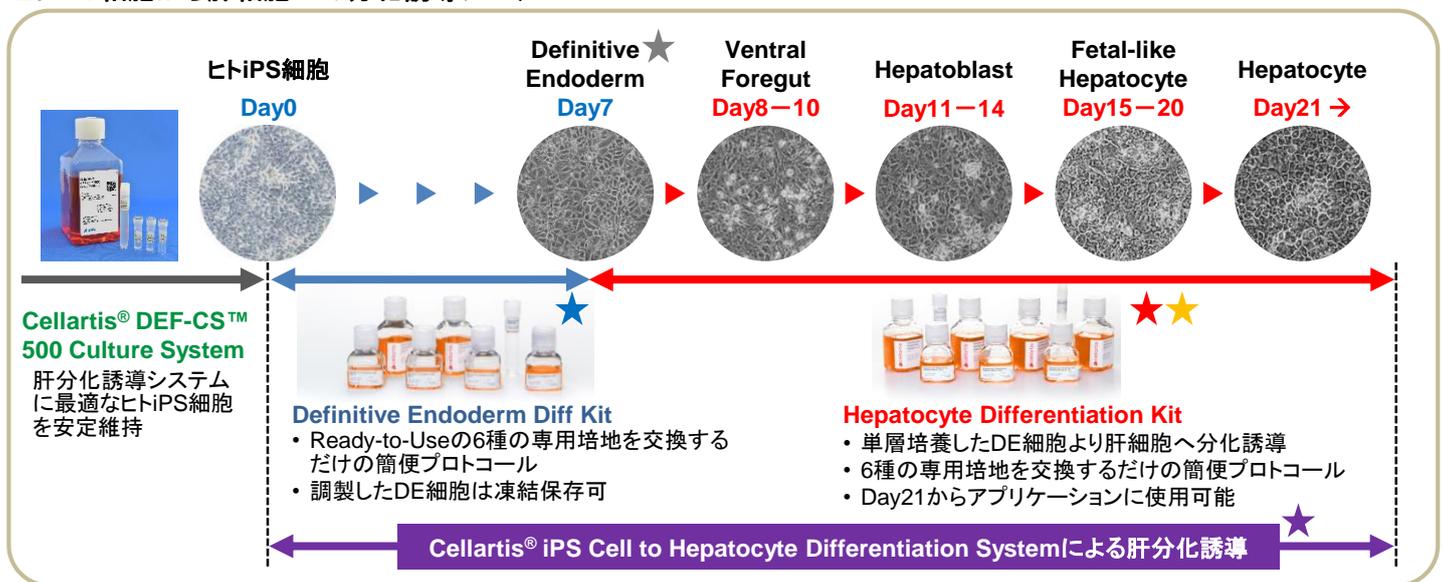
- 分化誘導直後(Day11)に細く枝分れ状であった細胞形態が、Day16以降に血管内皮細胞様になることが確認された(図A)。
- また、Day16(※3)での血管内皮マーカー(CD31、CD144、VEGFR2、TIE2)の遺伝子発現をRT-qPCRで定量したところ、HUVECと比較して同等あるいは高く発現されていることが確認された(図B)。

関連製品

ヒトiPS細胞から血管内皮細胞への分化誘導キット

製品名	概要	容量	製品コード	価格(税別)
Cellartis® DEF-CS™ 500 Culture System	血管内皮細胞への分化誘導に用いるヒトiPS細胞の馴化、およびY50300(表面記載)による血管内皮分化の初期段階に必須	1 Kit	Y30010	¥59,800
MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit with DEF-CS™ 500 Culture System NEW	Y50300とY30010のセット品。 単品購入と比べて、 10%以上お買得!	1 Kit	Y50301	¥169,000
MiraCell® EC Culture Medium	分化誘導した(Day12以降の)血管内皮細胞の拡大培養に最適	1 Set	Y50053	¥35,000
CELLBANKER® 1plus	CELLBANKER 1のリニューアル品。泡立ちを抑えて操作性がアップ。分化誘導後(Day12以降)の細胞の凍結保存に最適	100 ml	CB021	¥12,800
Angiogenesis Assay Kit	<i>in vitro</i> での血管新生アッセイが18時間以内で可能。キットの染色試薬で染色後、光学・蛍光顕微鏡で容易に血管新生が観察可能	50 assays	PK-CA577-K905	¥72,000

ヒトiPS細胞から肝細胞への分化誘導システム



タイプ	製品名	容量	製品コード	価格(税別)
★	iPS細胞から肝細胞への分化誘導キット Cellartis® iPS Cell to Hepatocyte Differentiation System ※4	1 Kit	Y30055	¥138,000
★	iPS細胞からDE細胞への分化誘導キット Cellartis® Definitive Endoderm Differentiation Kit with DEF-CS™ Culture System	1 Kit	Y30035	¥57,000
★	DE細胞から肝細胞への分化誘導キット Cellartis® Hepatocyte Differentiation Kit	1 Kit	Y30050	¥86,000
★	Y30050のコンポーネントの別売り Cellartis® Hepatocyte Maintenance Medium	50 ml x 2	Y30051	¥25,000
★	胚体内胚葉細胞 Cellartis® Definitive Endoderm Cells (from ChiPSC18)	1 ml (6 × 10 ⁶ cells)	Y10040	¥67,000

※4: 本製品にはiPS細胞用の維持培地、分化誘導用培地、コーティング剤が含まれており、3 × 10⁶個のiPS細胞から5 × 10⁶個の肝細胞が作製できます。

- ・MiraCell Endothelial Cells (from ChiPSC12) KitはiHeart Japan株式会社よりライセンスを受け、タカラバイオ(株)が製造、販売しています。
- ・MiraCellはiHeart Japan株式会社の登録商標です。その他本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・最新のライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- ・本チラシ記載の価格は2018年11月13日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2018年11月作成G

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店