

HilyMax使用例

Cell Line	由来	培地	培地中の血清	その他 (抗生物質など)	使用プレート	DNA-HilyMax複合体の 調製用培地 (添加剤)	遺伝子導入後の培 地交換 (時間後)	使用したベクター	検出手段	DNA量	HilyMax量	細胞密度	所属
293	ヒト 腎臓	DMEM培地	FBS(10%)	P/S	48well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pCRE-Luc (5kbp)	プレートリーダー	0.5 μg	1.0 μl	30%	東北大学
293T	ヒト 胎児腎臓	DMEM培地	FCS(2%)	P.S.	35mm dish	DMEM培地 (添加剤:P/S)	無	pCAGGS (bp)	蛍光顕微鏡	2.5 μg	5 μl	40%	佐賀大学
A549	ヒト 肺上皮癌	D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	4 - 6 μl	60%	同仁化学
ASPC1	ヒト 膵臓	RPMI1640培地	FBS(10%)		6well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pCAG-GFP (bp)	蛍光顕微鏡	2.0 μg	6.0 μl	70%	熊本大学
BmN	カイコ 卵巣	TC100培地	FBS(10%)		24well	無血清TC100 (添加剤:なし)	有(16時間後)	自家製 (8kbp)	蛍光顕微鏡	1.0 μg	4 μl	90%	農業生物資源研究所
Caco2	ヒト 腸管上皮	DMEM培地	FBS(10%)	(S/P)	96well	DMEM培地 (添加剤:なし)	無	pGL4-74 (bp)	プレートリーダー	0.1 μg	0.5 μl		国立医薬品食品衛生研究所
		MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	4.5 - 7.5 μl	60%	同仁化学
CEF	ニワトリ 胚	DMEM/F12培地	FCS(10%)	P.S.	6well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(6時間後)	pEGFP-N1 (bp)	蛍光顕微鏡	2 μg	8 μl	90%	愛知医科大学
CHO	チャイニーズハムスター 卵巣	F12 HAM培地	FBS(10%)		24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pEGFP-N2 (bp)	蛍光顕微鏡	1.5 μg	2.0 μl	75%	大阪大学
		自作培地	なし		24well	ハムF-12培地 (添加剤:なし)	無	DS-Red2 (bp)	蛍光顕微鏡	1 μg	5 μl		同志社大学
		Ham F12培地	FCS(5%)		60mm dish	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pIRES2-AcGFP (5.3kbp)	フローサイトメトリー	8 μg	24 μl	70%	国立循環器病センター
		D-MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	3.0 - 5.0 μl	80%	同仁化学
CHO-S	チャイニーズハムスター 卵巣(浮遊)	CHO-S-SFM 培地	なし	L-グルタミン	24well	CHO-S-SFM 培地 (添加剤:なし)	無	GFPc/km (bp)	フローサイトメトリー	1 μg	4 μl	90%	東京医科歯科大学
COS7	アフリカミドリサル 腎臓	RPMI1640培地	FCS(5%)		24well	RPMI1640培地 (添加剤:なし)	有(24時間後)	pGL3-Basic (4818kbp)	プレートリーダー	0.25 μg	2 μl	80%	大阪府立大学
		RPMI1640培地	FBS(10%)		6well	RPMI1640培地 (添加剤:なし)	有(時間不明)	pcDNA3.1 (bp)	ウェスタンブロット	5 μg	35 μl	80-90%	大阪府立大学大学院
		DMEM培地	FCS(8%)	Amp, SM	6well, 35mm	DMEM培地 (添加剤:なし)	有(4時間後)	pcDNA3 (bp)	ウェスタンブロット	1.5 μg	8.0 μl	60%	島根大学
		DMEM培地	FBS(10%)		12well	DMEM培地 (添加剤:なし)	有(時間不明)	pIRES (4.5kbp)	IF	2 μg	10 μl	50-60%	新潟大学
		DMEM培地	FCS(10%)	P/S/アムホテリシンB	6well, 12well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(2時間後)	pGL3 (4.8kbp+insert 700bp)	プレートリーダー	1 μg	3 μl	60%	久留米大学
		D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	0.5 μg	2.0 - 3.0 μl	90%	同仁化学
DU145	ヒト 前立腺癌細胞	DMEM培地	FBS(10%)	ペニシリンストレプトマイシン	100mm dish	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(3時間後)	pCG (bp)	イムノブロット	24 μg	72 μl	60%	京都府立医科大学
ECPC4	脳脈絡叢癌	Opti-MEM培地	なし	なし	6well, 24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(12時間後)	EGFP (bp)	蛍光顕微鏡	4 μg	20 μl	80%	神戸学院大学
END-D	マウス 血管内皮	DMEM培地	FBS(10%)		24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pCMV -Gal (bp)	-Galアッセイ	0.5 μg	1 μl	70-90%	愛知医科大学
HaCaT	ヒト 皮膚角化細胞	DMEM培地	FBS(10%)	ペニシリンストレプトマイシン	100mm dish	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(3時間後)	pCG (bp)	イムノブロット	24 μg	72 μl	60%	京都府立医科大学
HEK293	ヒト 胎児腎臓	DMEM培地	FBS(10%)		24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(2-4時間後)	EGFP (5kbp)	蛍光顕微鏡 フローサイトメトリー	1 μg	5 μl	50%	大阪大学
		DMEM培地	FCS(10%)		24well	DMEM培地 (添加剤:なし)	無	PCAGGS + GFP (bp)	蛍光顕微鏡	1.0 μg	7.0 μl		中部大学
		DMEM培地	FBS(10%)	(S/P)	24well	DMEM培地	有(10時間後)	pBad CE4.1 + pEGFP (4kbp)	フローサイトメトリー ELISA	1.5 μg	4.5 μl	80%	東京理科大学大学院
		DMEM培地	FBS(10%)		24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	2-4時間後	EGFP (5kbp)	蛍光顕微鏡 フローサイトメトリー	1 μg	5 μl	50%	大阪大学
		DMEM培地	FBS(10%)	P/S	8-chamber glass slide	DMEM培地 (添加剤:なし)	8時間後	pEGFP-N1 (4.7kbp)	蛍光顕微鏡	1.5 μg	4.5 μl	60-70%	京都大学
		MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	2.0 - 4.0 μl	60%	同仁化学
HEK293FT	ヒト 胎児腎臓細胞	DMEM培地	FCS(10%)		6well	DMEM培地 (添加剤:なし)	無	pEGFP (bp)	蛍光顕微鏡	2.0 μg	14.0 μl	70%	徳島大学大学院
HEK293T	ヒト 胎児腎臓細胞	Opti-MEM培地	なし	なし	6well, 24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(12時間後)	EGFP (bp)	蛍光顕微鏡	4 μg	20 μl	80%	神戸学院大学
HeLa	ヒト 子宮頸癌	RPMI1640培地	FBS(5%)		24well	RPMI1640培地 (添加剤:なし)	有(24時間後)	pGL3-Basic (4818 kbp)	プレートリーダー	0.25 μg	2 μl	80%	大阪府立大学
		DMEM培地	FBS(10%)	antibiotic-antimycotic	24well	Opti-DMEM培地 (添加剤:なし)	有(3.5時間後)	pcDNA3.1(+) (bp)	Spectrophotometer	1.5 ug	3 ul	95%	東北大学
		DMEM培地	FCS(9%)		24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有り(2時間後)	pmRFP (約6kbp)	Confocal顕微鏡	0.8 μg	4.0 μl	80%	大阪大学
		DMEM培地	FCS(10%)	P/S/アムホテリシンB	6well, 12well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pGL3 (4.8kbp+insert 700bp)	プレートリーダー	1 μg	3 μl	60%	久留米大学
		D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	4.5 - 7.5 μl	80%	同仁化学
HeLaS3	ヒト 肝臓, 胆嚢	DMEM培地	FBS(10%)		100mm dish	opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(2時間後)	pME-F (bp)	ウエスタンブロット	9 μg	48 μl	80%	東京大学
		RPMI-1640培地	FBS(5%)		35mm dish	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(20時間後)	pEGFP-N1 (4.7kbp)	蛍光顕微鏡	2 μg	2 μl	50%	東北大学
HepG2	ヒト 肝臓 胆嚢	D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	6.0 - 9.0 μl	70%	同仁化学
HFL-1	ヒト 胎児 肺	RPMI培地	10%		6well, 100mm	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	siRNA(siLamine) (bp)	100nM (siRNA)	10 μl	50%	日本医科大学	
HHStcC	ヒト 肝星細胞	DMEM培地	FCS(10%)	P.S.	24well	DMEM培地 (添加剤:なし)	有(2時間後)	pEGFP-C1 (bp)	蛍光顕微鏡	0.5 μg	2.0 μl	60%	京都大学
HT29	ヒト 結腸癌	DMEM培地	FCS(10%)	P/S/アムホテリシンB	6well, 12well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pGL3 (4.8kbp+insert 700bp)	プレートリーダー	1 μg	3 μl	60%	久留米大学
JHH-4	ヒト 肝臓, 胆嚢癌	EMEM培地	FBS(10%)	抗生物質	6well	EMEM培地 (添加剤:抗生物質)	有(1 or 4時間後)	pBudCE4.1 (bp)	4 μg	20 μl	70%	和歌山県立医科大学	
K562	ヒト 血球・リンパ系	RPMI1640	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	6.0 - 9.0 μl	2.0X10E5 cells/well	同仁化学
L	マウス 線維芽	DMEM培地	FBS(10%)		12well	DMEM培地 (添加剤:なし)	無	pActLacZ (bp)	κ-gal染色による肉眼/顕微鏡	2.0 μg	2-4 μl		浜松医科大学
L6	ラット 筋組織	MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	0.5 μg	1.0 - 2.0 μl	50%	同仁化学
LMH1	ニワトリ 肝臓癌	DME培地	FBS(10%)		12well	DEM培地 (添加剤:なし)	有(24時間後)	pCMV-ScriptEX mir-122 (11kbp)	Northern	2 μg	8 μl		金沢大学
LNCap	ヒト 前立腺癌	RPMI1640培地	FBS(5%)		24well	RPMI1640培地 (添加剤:なし)	有(24時間後)	pGL3-Basic (4818 kbp)	プレートリーダー	0.25 μg	2 μl	80%	大阪府立大学
		D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	2.0 - 4.0 μl	80%	同仁化学
MC3T3-E1	マウス 骨芽細胞	-MEM培地	FBS(10%)	Streptomycin/Ampicilin	ガラスボトムディッシュ	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(3時間後)	pAcGFP1-Actin (5800bp)	蛍光顕微鏡	1.5 μg	4.5 μl	90%	京都大学
MCAS	ヒト 卵巣癌	DMEM培地	FCS(10%)	P/S/アムホテリシンB	6well, 12well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pGL3 (4.8kbp+insert 700bp)	プレートリーダー	1 μg	3 μl	60%	久留米大学
MCF7	ヒト 哺乳器	RPMI1640培地	FBS(5%)		24well	RPMI1640培地 (添加剤:なし)	有(24時間後)	pGL3-Basic (4818 kbp)	プレートリーダー	0.25 μg	2 μl	80%	大阪府立大学
		DMEM培地	9%		6well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pEVFP (bp)	顕微鏡観察	2 μg	5 μl	50-60%	東北大学大学院
		DMEM培地	FBS(10%)	(S/P)	96well	DMEM培地 (添加剤:なし)	無	pGL4-74 (bp)	プレートリーダー	0.1 μg	0.5 μl		国立医薬品食品衛生研究所
		MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	4.5 - 7.5 μl	50%	同仁化学
MDCK	イヌ 腎臓	MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	6.0 - 9.0 μl	60%	同仁化学
MEF	マウス 胎児由来線維芽細胞	DMEM培地	FBS(10%)	P/S	8-chamber glass slide	DMEM培地 (添加剤:なし)	有(8時間後)	pEGFP-N1 (4.7kbp)	蛍光顕微鏡	1.5 μg	4.5 μl	60-70%	京都大学
Neuro2a	マウス 神経系	MEM	FBS(10%)	Non-Essential Amino Acid, 抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	2.0 - 4.0 μl	70%	同仁化学
NIH3T3	マウス 胎仔	DMEM培地	FBS(10%)	PC/SM	12well	OptiMEM培地 (添加剤:なし)	無	GFP (6500kbp)	蛍光顕微鏡	1.0 μg	5 μl	70%	千葉県がんセンター
		DMEM培地	FBS(10%)		24well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(2-4時間後)	EGFP (5kbp)	フローサイトメトリー 蛍光顕微鏡	1 μg	5 μl	50%	大阪大学
		DMEM培地	CS(10%)		6well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	有(2時間後)	pEGFP (bp)	フローサイトメトリー 蛍光顕微鏡	3.0 μg	18.0 μl	75%	東北大学
		DMEM培地	FBS(5%)	L-Glu	6well	DMEM培地 (添加剤:なし)	有(6時間後)	GFP-C12 (bp)	蛍光顕微鏡	3 μg	12 μl	70%	長浜バイオ大学
		DMEM培地	FBS(10%)	P/S	24well	DMEM培地 (添加剤:なし)	有(3時間後)	pRL-CMV (bp)	プレートリーダー	0.5 μg	2 μl	50%	産業技術総合研究所
		Opti-MEM培地	FBS(10%)		48 well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pGL3 (bp)	ルミノメーター	0.75 μg	3 μl		東京大学
		D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	0.5 μg	1.5 - 2.5 μl	80%	同仁化学
PanC1	ヒト 膵臓癌	Low Glu DMEM培地	FBS(10%)		6well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pCAG-GFP (bp)	蛍光顕微鏡	2.0 μg	6.0 μl	70%	熊本大学
PC12	ラット副腎髄質	D-MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	1.5 μg	4.5 - 7.5 μl	70%	同仁化学
PC3	ヒト 前立腺癌	RPMI1640培地	FBS(5%)		24well	RPMI1640培地 (添加剤:なし)	有(24時間後)	pGL3-Basic (4818 kbp)	プレートリーダー	0.25 μg	2 μl	80%	大阪府立大学
		MEM培地	FBS(10%)	ペニシリンストレプトマイシン	6well	MEM培地 (添加剤:なし)	有(4時間後)	pAc GFP1-Actin (bp)	蛍光顕微鏡	2 μg	1.0 μl	50%	九州大学
		F-12	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	2.0 - 4.0 μl	80%	同仁化学
Primary Osteoblast	初代骨芽細胞	-MEM培地	FBS(10%)	抗生物質	24well	-MEM培地 (添加剤:抗生物質)	無	pAcGFP (4.7kbp)	蛍光顕微鏡	1.5 μg	4 μl	80%	慶應義塾大学
SHSY-5Y	ヒト 神経芽	RPMI培地	FCS(5%)	(P/S)	12well	RPMI培地 (添加剤:なし)	有(4時間後)	pGL3 (bp)	Luciferase assay	5 μg	30 μl	60%	山梨大学
U937	ヒト 単球性白血球	RPMI1640	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	無し	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	7.0 - 9.0 μl	3.0X10E5 cells/well	同仁化学
Vero	アフリカミドリサル 腎臓	MEM	FBS(10%)	抗生物質	24well	MEM	有(4時間後)	pGL3	Luciferase assay	1.0 μg	5.0 - 7.0 μl	60%	同仁化学
VSMC	ラット 血管平滑筋	DMEM培地	FBS(10%)		96well	Opti-MEM培地 (添加剤:なし)	無	pNFKB-Luc (bp)	ルミノメーター	1.0 μg	2 μl	70 - 80%	信州大学大学院
マウス胎児海馬初代培養細胞	マウス 胎児海馬	ニューロバーサル培地	なし	サプリメントB27	24well	ニューロバーサル培地 (添加剤:なし)	無	pEE-BOS (約6000bp)	蛍光顕微鏡	0.8 μg	2 μl	1%以下	旭川医科大学
耳下腺腺癌細胞初代培養	耳下腺腺癌細胞	Waymouth培地	rat serum(10%)	(P/S)	24well	Opti-MEM培地 (添加剤:P/S)	有(4時間後)	pEGFP-C1 (4.7kbp)	蛍光顕微鏡	2 μg	6 μl	70%	日本大学