

緑色の背景の箇所は必ずご記入ください



NanoBRET™ Target Engagement Intracellular Kinase Cell-Based Assay Services

Please read the "Important Notice" stated below thoroughly before proceeding.

Rev. 2018_11

Date :

申し込み日

Customer Information [Highlighted fields are required.]

Customer Name
Institution/Company
Department
Street Address 1
Street Address 2
City
State/Zip
Country
Tel Number
Fax Number
Email Address

カルナ太郎

Japan

Attention

Cells highlighted in blue require information and will be colored according to the information you type.
Please do not delete any cells in this spreadsheet.

お客様の情報をご記入ください。
*の付いた項目は必ずご記入ください。

Assay Information

IC₅₀ Determination

Eight (8) concentrations tested in half-log increments

Technical Replicates

☐ n=1
☐ n=2
☐ Others

ご希望の試験回数をご指定下さい

Compound Information [Highlighted fields are required.]

Compound State

☒ Solution

☐ Solid

No.	Compound Name	Conc. (mM)	Volume (μL)	Purity (%)	Storage Temperature	Please fill in the Highest Test Concentration				
						Conc 1. (μM)	3, 1	0.3, 01	0.03, 001	0.003
1					Freeze	10	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
2							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
3							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
4							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
5							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
6							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
7							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
8							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
9							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
10							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
11							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
12							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
13							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
14							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
15							0, 0	0, 0	0, 0	0, 0

Note: Your compound provided for this service will be disposed 12 weeks after completion of study. For other options, please consult us.

Target Kinase Selection

NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Assay Panel

Total 0 target(s) selected

(Bold letters: Off-the-Shelf targets, Small letters: Custom targets)

試験を行うキナーゼにチェックを付けてください。

If 0 targets/Custom 0 targets)

☐ AAK1
☐ ABL1
☐ ABL1 [E255K]
☐ ABL1 [F317I]
☐ ABL1 [F317L]
☐ ABL1 [H396P]
☐ ABL1 [M351T]
☐ ABL1 [Q252H]
☐ ABL1 [Y253F]
☐ ABL2
☐ ACVR1
☐ ACVR1B
☐ ACVRL1
☐ ADK
☐ AKT2
☐ ALK [L1196M]
☐ AMHR2
☐ AURKA
☐ AURKB
☐ AURKC
☐ AXL
☐ BLK
☐ BMP2K
☐ BMPR1A
☐ BMX
☐ BRSK1
☐ BRSK2
☐ BTK
☐ CAMK2A
☐ CAMK2D
☐ CAMK2G
☐ CDK1/Cyc B1
☐ CDK1/Cyc B2
☐ CDK1/Cyc E1
☐ CDK1/Cyc E2
☐ CDK1/Cyc E3
☐ CDK1/Cyc E4
☐ CDK1/Cyc E5
☐ CDK1/Cyc E6
☐ CDK1/Cyc E7
☐ CDK1/Cyc E8
☐ CDK1/Cyc E9
☐ CDK1/Cyc E10
☐ CDK1/Cyc E11
☐ CDK1/Cyc E12
☐ CDK1/Cyc E13
☐ CDK1/Cyc E14
☐ CDK1/Cyc E15
☐ CDK1/Cyc E16
☐ CDK1/Cyc E17
☐ CDK1/Cyc E18
☐ CDK1/Cyc E19
☐ CDK1/Cyc E20
☐ CDK1/Cyc E21
☐ CDK1/Cyc E22
☐ CDK1/Cyc E23
☐ CDK1/Cyc E24
☐ CDK1/Cyc E25
☐ CDK1/Cyc E26
☐ CDK1/Cyc E27
☐ CDK1/Cyc E28
☐ CDK1/Cyc E29
☐ CDK1/Cyc E30
☐ CDK1/Cyc E31
☐ CDK1/Cyc E32
☐ CDK1/Cyc E33
☐ CDK1/Cyc E34
☐ CDK1/Cyc E35
☐ CDK1/Cyc E36
☐ CDK1/Cyc E37
☐ CDK1/Cyc E38
☐ CDK1/Cyc E39
☐ CDK1/Cyc E40
☐ CDK1/Cyc E41
☐ CDK1/Cyc E42
☐ CDK1/Cyc E43
☐ CDK1/Cyc E44
☐ CDK1/Cyc E45
☐ CDK1/Cyc E46
☐ CDK1/Cyc E47
☐ CDK1/Cyc E48
☐ CDK1/Cyc E49
☐ CDK1/Cyc E50
☐ CDK1/Cyc E51
☐ CDK1/Cyc E52
☐ CDK1/Cyc E53
☐ CDK1/Cyc E54
☐ CDK1/Cyc E55
☐ CDK1/Cyc E56
☐ CDK1/Cyc E57
☐ CDK1/Cyc E58
☐ CDK1/Cyc E59
☐ CDK1/Cyc E60
☐ CDK1/Cyc E61
☐ CDK1/Cyc E62
☐ CDK1/Cyc E63
☐ CDK1/Cyc E64
☐ CDK1/Cyc E65
☐ CDK1/Cyc E66
☐ CDK1/Cyc E67
☐ CDK1/Cyc E68
☐ CDK1/Cyc E69
☐ CDK1/Cyc E70
☐ CDK1/Cyc E71
☐ CDK1/Cyc E72
☐ CDK1/Cyc E73
☐ CDK1/Cyc E74
☐ CDK1/Cyc E75
☐ CDK1/Cyc E76
☐ CDK1/Cyc E77
☐ CDK1/Cyc E78
☐ CDK1/Cyc E79
☐ CDK1/Cyc E80
☐ CDK1/Cyc E81
☐ CDK1/Cyc E82
☐ CDK1/Cyc E83
☐ CDK1/Cyc E84
☐ CDK1/Cyc E85
☐ CDK1/Cyc E86
☐ CDK1/Cyc E87
☐ CDK1/Cyc E88
☐ CDK1/Cyc E89
☐ CDK1/Cyc E90
☐ CDK1/Cyc E91
☐ CDK1/Cyc E92
☐ CDK1/Cyc E93
☐ CDK1/Cyc E94
☐ CDK1/Cyc E95
☐ CDK1/Cyc E96
☐ CDK1/Cyc E97
☐ CDK1/Cyc E98
☐ CDK1/Cyc E99
☐ CDK1/Cyc E100
☐ CDK1/Cyc E101
☐ CDK1/Cyc E102
☐ CDK1/Cyc E103
☐ CDK1/Cyc E104
☐ CDK1/Cyc E105
☐ CDK1/Cyc E106
☐ CDK1/Cyc E107
☐ CDK1/Cyc E108
☐ CDK1/Cyc E109
☐ CDK1/Cyc E110
☐ CDK1/Cyc E111
☐ CDK1/Cyc E112
☐ CDK1/Cyc E113
☐ CDK1/Cyc E114
☐ CDK1/Cyc E115
☐ CDK1/Cyc E116
☐ CDK1/Cyc E117
☐ CDK1/Cyc E118
☐ CDK1/Cyc E119
☐ CDK1/Cyc E120
☐ CDK1/Cyc E121
☐ CDK1/Cyc E122
☐ CDK1/Cyc E123
☐ CDK1/Cyc E124
☐ CDK1/Cyc E125
☐ CDK1/Cyc E126
☐ CDK1/Cyc E127
☐ CDK1/Cyc E128
☐ CDK1/Cyc E129
☐ CDK1/Cyc E130
☐ CDK1/Cyc E131
☐ CDK1/Cyc E132
☐ CDK1/Cyc E133
☐ CDK1/Cyc E134
☐ CDK1/Cyc E135
☐ CDK1/Cyc E136
☐ CDK1/Cyc E137
☐ CDK1/Cyc E138
☐ CDK1/Cyc E139
☐ CDK1/Cyc E140
☐ CDK1/Cyc E141
☐ CDK1/Cyc E142
☐ CDK1/Cyc E143
☐ CDK1/Cyc E144
☐ CDK1/Cyc E145
☐ CDK1/Cyc E146
☐ CDK1/Cyc E147
☐ CDK1/Cyc E148
☐ CDK1/Cyc E149
☐ CDK1/Cyc E150
☐ CDK1/Cyc E151
☐ CDK1/Cyc E152
☐ CDK1/Cyc E153
☐ CDK1/Cyc E154
☐ CDK1/Cyc E155
☐ CDK1/Cyc E156
☐ CDK1/Cyc E157
☐ CDK1/Cyc E158
☐ CDK1/Cyc E159
☐ CDK1/Cyc E160
☐ CDK1/Cyc E161
☐ CDK1/Cyc E162
☐ CDK1/Cyc E163
☐ CDK1/Cyc E164
☐ CDK1/Cyc E165
☐ CDK1/Cyc E166
☐ CDK1/Cyc E167
☐ CDK1/Cyc E168
☐ CDK1/Cyc E169
☐ CDK1/Cyc E170
☐ CDK1/Cyc E171
☐ CDK1/Cyc E172
☐ CDK1/Cyc E173
☐ CDK1/Cyc E174
☐ CDK1/Cyc E175
☐ CDK1/Cyc E176
☐ CDK1/Cyc E177
☐ CDK1/Cyc E178
☐ CDK1/Cyc E179
☐ CDK1/Cyc E180
☐ CDK1/Cyc E181
☐ CDK1/Cyc E182
☐ CDK1/Cyc E183
☐ CDK1/Cyc E184
☐ CDK1/Cyc E185
☐ CDK1/Cyc E186
☐ CDK1/Cyc E187
☐ CDK1/Cyc E188
☐ CDK1/Cyc E189
☐ CDK1/Cyc E190
☐ CDK1/Cyc E191
☐ CDK1/Cyc E192
☐ CDK1/Cyc E193
☐ CDK1/Cyc E194
☐ CDK1/Cyc E195
☐ CDK1/Cyc E196
☐ CDK1/Cyc E197
☐ CDK1/Cyc E198
☐ CDK1/Cyc E199
☐ CDK1/Cyc E200
☐ CDK1/Cyc E201
☐ CDK1/Cyc E202
☐ CDK1/Cyc E203
☐ CDK1/Cyc E204
☐ CDK1/Cyc E205
☐ CDK1/Cyc E206
☐ CDK1/Cyc E207
☐ CDK1/Cyc E208
☐ CDK1/Cyc E209
☐ CDK1/Cyc E210
☐ CDK1/Cyc E211
☐ CDK1/Cyc E212
☐ CDK1/Cyc E213
☐ CDK1/Cyc E214
☐ CDK1/Cyc E215
☐ CDK1/Cyc E216
☐ CDK1/Cyc E217
☐ CDK1/Cyc E218
☐ CDK1/Cyc E219
☐ CDK1/Cyc E220
☐ CDK1/Cyc E221
☐ CDK1/Cyc E222
☐ CDK1/Cyc E223
☐ CDK1/Cyc E224
☐ CDK1/Cyc E225
☐ CDK1/Cyc E226
☐ CDK1/Cyc E227
☐ CDK1/Cyc E228
☐ CDK1/Cyc E229
☐ CDK1/Cyc E230
☐ CDK1/Cyc E231
☐ CDK1/Cyc E232
☐ CDK1/Cyc E233
☐ CDK1/Cyc E234
☐ CDK1/Cyc E235
☐ CDK1/Cyc E236
☐ CDK1/Cyc E237
☐ CDK1/Cyc E238
☐ CDK1/Cyc E239
☐ CDK1/Cyc E240
☐ CDK1/Cyc E241
☐ CDK1/Cyc E242
☐ CDK1/Cyc E243
☐ CDK1/Cyc E244
☐ CDK1/Cyc E245
☐ CDK1/Cyc E246
☐ CDK1/Cyc E247
☐ CDK1/Cyc E248
☐ CDK1/Cyc E249
☐ CDK1/Cyc E250
☐ CDK1/Cyc E251
☐ CDK1/Cyc E252
☐ CDK1/Cyc E253
☐ CDK1/Cyc E254
☐ CDK1/Cyc E255
☐ CDK1/Cyc E256
☐ CDK1/Cyc E257
☐ CDK1/Cyc E258
☐ CDK1/Cyc E259
☐ CDK1/Cyc E260
☐ CDK1/Cyc E261
☐ CDK1/Cyc E262
☐ CDK1/Cyc E263
☐ CDK1/Cyc E264
☐ CDK1/Cyc E265
☐ CDK1/Cyc E266
☐ CDK1/Cyc E267
☐ CDK1/Cyc E268
☐ CDK1/Cyc E269
☐ CDK1/Cyc E270
☐ CDK1/Cyc E271
☐ CDK1/Cyc E272
☐ CDK1/Cyc E273
☐ CDK1/Cyc E274
☐ CDK1/Cyc E275
☐ CDK1/Cyc E276
☐ CDK1/Cyc E277
☐ CDK1/Cyc E278
☐ CDK1/Cyc E279
☐ CDK1/Cyc E280
☐ CDK1/Cyc E281
☐ CDK1/Cyc E282
☐ CDK1/Cyc E283
☐ CDK1/Cyc E284
☐ CDK1/Cyc E285
☐ CDK1/Cyc E286
☐ CDK1/Cyc E287
☐ CDK1/Cyc E288
☐ CDK1/Cyc E289
☐ CDK1/Cyc E290
☐ CDK1/Cyc E291
☐ CDK1/Cyc E292
☐ CDK1/Cyc E293
☐ CDK1/Cyc E294
☐ CDK1/Cyc E295
☐ CDK1/Cyc E296
☐ CDK1/Cyc E297
☐ CDK1/Cyc E298
☐ CDK1/Cyc E299
☐ CDK1/Cyc E300
☐ CDK1/Cyc E301
☐ CDK1/Cyc E302
☐ CDK1/Cyc E303
☐ CDK1/Cyc E304
☐ CDK1/Cyc E305
☐ CDK1/Cyc E306
☐ CDK1/Cyc E307
☐ CDK1/Cyc E308
☐ CDK1/Cyc E309
☐ CDK1/Cyc E310
☐ CDK1/Cyc E311
☐ CDK1/Cyc E312
☐ CDK1/Cyc E313
☐ CDK1/Cyc E314
☐ CDK1/Cyc E315
☐ CDK1/Cyc E316
☐ CDK1/Cyc E317
☐ CDK1/Cyc E318
☐ CDK1/Cyc E319
☐ CDK1/Cyc E320
☐ CDK1/Cyc E321
☐ CDK1/Cyc E322
☐ CDK1/Cyc E323
☐ CDK1/Cyc E324
☐ CDK1/Cyc E325
☐ CDK1/Cyc E326
☐ CDK1/Cyc E327
☐ CDK1/Cyc E328
☐ CDK1/Cyc E329
☐ CDK1/Cyc E330
☐ CDK1/Cyc E331
☐ CDK1/Cyc E332
☐ CDK1/Cyc E333
☐ CDK1/Cyc E334
☐ CDK1/Cyc E335
☐ CDK1/Cyc E336
☐ CDK1/Cyc E337
☐ CDK1/Cyc E338
☐ CDK1/Cyc E339
☐ CDK1/Cyc E340
☐ CDK1/Cyc E341
☐ CDK1/Cyc E342
☐ CDK1/Cyc E343
☐ CDK1/Cyc E344
☐ CDK1/Cyc E345
☐ CDK1/Cyc E346
☐ CDK1/Cyc E347
☐ CDK1/Cyc E348
☐ CDK1/Cyc E349
☐ CDK1/Cyc E350
☐ CDK1/Cyc E351
☐ CDK1/Cyc E352
☐ CDK1/Cyc E353
☐ CDK1/Cyc E354
☐ CDK1/Cyc E355
☐ CDK1/Cyc E356
☐ CDK1/Cyc E357
☐ CDK1/Cyc E358
☐ CDK1/Cyc E359
☐ CDK1/Cyc E360
☐ CDK1/Cyc E361
☐ CDK1/Cyc E362
☐ CDK1/Cyc E363
☐ CDK1/Cyc E364
☐ CDK1/Cyc E365
☐ CDK1/Cyc E366
☐ CDK1/Cyc E367
☐ CDK1/Cyc E368
☐ CDK1/Cyc E369
☐ CDK1/Cyc E370
☐ CDK1/Cyc E371
☐ CDK1/Cyc E372
☐ CDK1/Cyc E373
☐ CDK1/Cyc E374
☐ CDK1/Cyc E375
☐ CDK1/Cyc E376
☐ CDK1/Cyc E377
☐ CDK1/Cyc E378
☐ CDK1/Cyc E379
☐ CDK1/Cyc E380
☐ CDK1/Cyc E381
☐ CDK1/Cyc E382
☐ CDK1/Cyc E383
☐ CDK1/Cyc E384
☐ CDK1/Cyc E385
☐ CDK1/Cyc E386
☐ CDK1/Cyc E387
☐ CDK1/Cyc E388
☐ CDK1/Cyc E389
☐ CDK1/Cyc E390
☐ CDK1/Cyc E391
☐ CDK1/Cyc E392
☐ CDK1/Cyc E393
☐ CDK1/Cyc E394
☐ CDK1/Cyc E395
☐ CDK1/Cyc E396
☐ CDK1/Cyc E397
☐ CDK1/Cyc E398
☐ CDK1/Cyc E399
☐ CDK1/Cyc E400
☐ CDK1/Cyc E401
☐ CDK1/Cyc E402
☐ CDK1/Cyc E403
☐ CDK1/Cyc E404
☐ CDK1/Cyc E405
☐ CDK1/Cyc E406
☐ CDK1/Cyc E407
☐ CDK1/Cyc E408
☐ CDK1/Cyc E409
☐ CDK1/Cyc E410
☐ CDK1/Cyc E411
☐ CDK1/Cyc E412
☐ CDK1/Cyc E413
☐ CDK1/Cyc E414
☐ CDK1/Cyc E415
☐ CDK1/Cyc E416
☐ CDK1/Cyc E417
☐ CDK1/Cyc E418
☐ CDK1/Cyc E419
☐ CDK1/Cyc E420
☐ CDK1/Cyc E421
☐ CDK1/Cyc E422
☐ CDK1/Cyc E423
☐ CDK1/Cyc E424
☐ CDK1/Cyc E425
☐ CDK1/Cyc E426
☐ CDK1/Cyc E427
☐ CDK1/Cyc E428
☐ CDK1/Cyc E429
☐ CDK1/Cyc E430
☐ CDK1/Cyc E431
☐ CDK1/Cyc E432
☐ CDK1/Cyc E433
☐ CDK1/Cyc E434
☐ CDK1/Cyc E435
☐ CDK1/Cyc E436
☐ CDK1/Cyc E437
☐ CDK1/Cyc E438
☐ CDK1/Cyc E439
☐ CDK1/Cyc E440
☐ CDK1/Cyc E441
☐ CDK1/Cyc E442
☐ CDK1/Cyc E443
☐ CDK1/Cyc E444
☐ CDK1/Cyc E445
☐ CDK1/Cyc E446
☐ CDK1/Cyc E447
☐ CDK1/Cyc E448
☐ CDK1/Cyc E449
☐ CDK1/Cyc E450
☐ CDK1/Cyc E451
☐ CDK1/Cyc E452
☐ CDK1/Cyc E453
☐ CDK1/Cyc E454
☐ CDK1/Cyc E455
☐ CDK1/Cyc E456
☐ CDK1/Cyc E457
☐ CDK1/Cyc E458
☐ CDK1/Cyc E459
☐ CDK1/Cyc E460
☐ CDK1/Cyc E461
☐ CDK1/Cyc E462
☐ CDK1/Cyc E463
☐ CDK1/Cyc E464
☐ CDK1/Cyc E465
☐ CDK1/Cyc E466
☐ CDK1/Cyc E467
☐ CDK1/Cyc E468
☐ CDK1/Cyc E469
☐ CDK1/Cyc E470
☐ CDK1/Cyc E471
☐ CDK1/Cyc E472
☐ CDK1/Cyc E473
☐ CDK1/Cyc E474
☐ CDK1/Cyc E475
☐ CDK1/Cyc E476
☐ CDK1/Cyc E477
☐ CDK1/Cyc E478
☐ CDK1/Cyc E479
☐ CDK1/Cyc E480
☐ CDK1/Cyc E481
☐ CDK1/Cyc E482
☐ CDK1/Cyc E483
☐ CDK1/Cyc E484
☐ CDK1/Cyc E485
☐ CDK1/Cyc E486
☐ CDK1/Cyc E487
☐ CDK1/Cyc E488
☐ CDK1/Cyc E489
☐ CDK1/Cyc E490
☐ CDK1/Cyc E491
☐ CDK1/Cyc E492
☐ CDK1/Cyc E493
☐ CDK1/Cyc E494
☐ CDK1/Cyc E495
☐ CDK1/Cyc E496
☐ CDK1/Cyc E497
☐ CDK1/Cyc E498
☐ CDK1/Cyc E499
☐ CDK1/Cyc E500
☐ CDK1/Cyc E501
☐ CDK1/Cyc E502
☐ CDK1/Cyc E503
☐ CDK1/Cyc E504
☐ CDK1/Cyc E505
☐ CDK1/Cyc E506
☐ CDK1/Cyc E507
☐ CDK1/Cyc E508
☐ CDK1/Cyc E509
☐ CDK1/Cyc E510
☐ CDK1/Cyc E511
☐ CDK1/Cyc E512
☐ CDK1/Cyc E513
☐ CDK1/Cyc E514
☐ CDK1/Cyc E515
☐ CDK1/Cyc E516
☐ CDK1/Cyc E517
☐ CDK1/Cyc E518
☐ CDK1/Cyc E519
☐ CDK1/Cyc E520
☐ CDK1/Cyc E521
☐ CDK1/Cyc E522
☐ CDK1/Cyc E523
☐ CDK1/Cyc E524
☐ CDK1/Cyc E525
☐ CDK1/Cyc E526
☐ CDK1/Cyc E527
☐ CDK1/Cyc E528
☐ CDK1/Cyc E529
☐ CDK1/Cyc E530
☐ CDK1/Cyc E531
☐ CDK1/Cyc E532
☐ CDK1/Cyc E533
☐ CDK1/Cyc E534
☐ CDK1/Cyc E535
☐ CDK1/Cyc E536
☐ CDK1/Cyc E537
☐ CDK1/Cyc E538
☐ CDK1/Cyc E539
☐ CDK1/Cyc E540
☐ CDK1/Cyc E541
☐ CDK1/Cyc E542
☐ CDK1/Cyc E543
☐ CDK1/Cyc E544
☐ CDK1/Cyc E545
☐ CDK1/Cyc E546
☐ CDK1/Cyc E547
☐ CDK1/Cyc E548
☐ CDK1/Cyc E549
☐ CDK1/Cyc E550
☐ CDK1/Cyc E551
☐ CDK1/Cyc E552
☐ CDK1/Cyc E553
☐ CDK1/Cyc E554
☐ CDK1/Cyc E555
☐ CDK1/Cyc E556
☐ CDK1/Cyc E557
☐ CDK1/Cyc E558
☐ CDK1/Cyc E559
☐ CDK1/Cyc E560
☐ CDK1/Cyc E561
☐ CDK1/Cyc E562
☐ CDK1/Cyc E563
☐ CDK1/Cyc E564
☐ CDK1/Cyc E565
☐ CDK1/Cyc E566
☐ CDK1/Cyc E567
☐ CDK1/Cyc E568
☐ CDK1/Cyc E569
☐ CDK1/Cyc E570
☐ CDK1/Cyc E571
☐ CDK1/Cyc E572
☐ CDK1/Cyc E573
☐ CDK1/Cyc E574
☐ CDK1/Cyc E575
☐ CDK1/Cyc E576
☐ CDK1/Cyc E577
☐ CDK1/Cyc E578
☐ CDK1/Cyc E579
☐ CDK1/Cyc E580
☐ CDK1/Cyc E581
☐ CDK1/Cyc E582
☐ CDK1/Cyc E583
☐ CDK1/Cyc E584
☐ CDK1/C

Instruction for Shipping Compound <Important>

ご送付頂く化合物量が表示されます

Minimum required volume for your study: 50 uL

Number of targets (n=1)	Minimum required volume
1-8	50 uL
8-32	100 uL
33-80	200 uL
81-160	300 uL
161-295	500 uL

Please ship your compound(s) to

c/o Carna Biosciences, Inc.
BMA3F 1-5-5 Minatojima-Minamimachi
Chuo, Kobe 650-0047 Japan

E-mail: info@carnabio.com

Please double check before you ship...

- * Minimum required volume
- * 1,000 X highest test conc. dissolved in 100% DMSO
- * Labeled and tightly sealed
- * Shipment arranged with enough dry ice and assigned date

Additional Information

特記することがございましたらこちらにご記入ください

Important Notice (ご注意事項)

納期

Turnaround

納期は化合物受領後、2週間です。Custom Targetについては、納期をご確認ください。
Turnaround time is 2 weeks after receiving your compound(s). Please contact us as for the turnaround time of assays for custom targets.

成果の帰属

Intellectual Property and Deliverables

本サービスにおける成果物（データ）は試験委託者に帰属し、試験委託者はこれを自由に利用または公表することができます。
また、成果物および成果物に基づいて得られる知的財産権は試験委託者に帰属します。
All work products resulting from this services shall be the sole and exclusive property of the client.

試験物質の送付先

Ship-To Address

被験物質は「Compound Information」欄に自動表示された指定の濃度、容量を適切な輸送方法にて下記宛にお送り下さい。
Ship test sample with the concentration and volume auto-calculated in the section of "Compound Information" above via appropriate method.

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 BMA 3F

カルナバイオサイエンス株式会社 営業部 宛

TEL: 078-302-7091 / FAX: 078-302-7086

輸送途中にこぼれたり、容器が破損したりしないよう梱包には十分にご注意ください。
輸送中における被験物質のトラブルに関して弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
被験物質を受領後、弊社よりメール、またはファクシミリにて受領確認のご連絡を差し上げます。

To prevent leak and/or damage, please pack your test sample securely.
Carna takes no responsibility for any damage or loss caused in transit.
You will be notified via E-mail or FAX when your sample arrived at our facility.

残余被験物質

Residuals

お預かりしました被験物質は、原則、最終報告書を提出いたしました日の12週間後に廃棄させていただきます。
その他、ご不明な点・ご要望等ございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
Residuals will be disposed after 12 weeks from completion of the study.
Should you have any questions or concerns, please feel free to contact us.