



Oncolines™ Human Tumor Cell Line Panel Assays

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

本サービスの申込用紙は「英語版」のみです。予めご了承ください

Date: 申込日

Rev. 2014_12

Customer Information [Highlighted fields are required.]

Customer Name **カルナ太郎**

Institution/Company

Department

Street Address 1

Street Address 2

City

State/Zip

Country **Japan**

Tel Number

Fax Number

Email Address

お客様情報をご記入ください。
色付きのセルには必ずご記入ください。

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.

Oncolines™に引き続きSynergyFinder™を検討されているお客様はこのボックスにチェックマークを入れてください。(SynergyFinder™のご利用には別途サービス申込書が必要です。)

Assay Information [Assays will be run in duplicate for each concentration.]

IC50 Determination

Nine (9) concentrations tested in half-log increments

Follow-up Study?

- No. (Oncolines™ only.)
- Yes, SynergyFinder™ after Oncolines™.
- Not sure.

Compound Information [Highlighted fields are required.]

No.	Name of Compound	Storage Temp	Highest Test Conc.			Required Stock Conc.	Required Volume
			31.6 uM	10 uM	3.16 uM		
1	CBS-001		●	○	○	10,000 uM	200 uL
2	CBS-002		○	●	○	3,160 uM	200 uL
3	CBS-003		○	○	●	1,000 uM	200 uL
4			●	○	○	10,000 uM	200 uL
5			●	○	○		
6			●	○	○		
7			●	○	○		
8			●	○	○		
9			●	○	○	10,000 uM	200 uL
10			●	○	○	10,000 uM	200 uL
11			●	○	○	10,000 uM	200 uL
12			●	○	○	10,000 uM	200 uL
13			●	○	○	10,000 uM	200 uL
14			●	○	○	10,000 uM	200 uL
15			●	○	○	10,000 uM	200 uL

ご希望のトップ試験濃度を選択してください。お送りいただく被験物質の濃度、ならびに最低必要量が自動で表示されます。

Note: Your compound provided for this service is NOT returnable and will be disposed three (3) month after completion of study.

Target Human Tumor Cell Line 試験したいセルラインにチェックマークを付けてください。選択されるとセルライン名が赤色に変わります。

NTRC's Human Tumor Cell Line Panel Assays

Oncolines™ Full Panel (66 cell lines)

フルパネルをご希望の場合は上記ボックスにチェックマークを付けてください。

- Aero-digestive tract
- Bladder
- Blood
- Bone
- Breast
- Central Nervous System
- Gastrointestinal tract
- Kidney
- Lung
- Ovary
- Pancreas
- Prostate
- Skin
- Soft tissue
- Thyroid
- Uterus
- Other/derived from metastatic site

- Cell Line Name **CAL 27** ATCC Ref. **CRL-2095**
- FaDu HTB-43
- J82 HTB-1
- RT4 HTB-2
- T24 HTB-4
- CCRF-CEM CCL-119
- Jurkat E6-1 TIB-152
- K-562 CCL-243
- KU812 CRL-2099
- MOLT-4 CRL-1582
- SR CRL-2262
- SUP-T1 CRL-1942
- MG-63 CRL-1427
- U-2 OS HTB-96
- VA-ES-BJ CRL-2138
- AU-565 CRL-2351
- BT-20 HTB-19
- BT-549 HTB-122
- Hs 578T HTB-126
- MCF7 HTB-22
- A-172 CRL-1620
- Daoy HTB-186
- SK-N-AS CRL-2137
- SK-N-FI CRL-2142
- T98G CRL-1690
- U-87 MG HTB-14

checked or RED colored cell lines are selected.

- HCT 116 CCL-247
- RKO CRL-2577
- SNU-C2B CCL-250
- DLD-1 CCL-221
- HCT-15 CCL-225
- COLO 205 CCL-222
- LoVo CCL-229
- LS 174T CL-188
- SW48 CCL-231
- SW480 CCL-228
- SW620 CCL-227
- SW948 CCL-237
- 769-P CRL-1933
- 786-O CRL-1932
- A-498 HTB-44
- A-704 HTB-45
- ACHN CRL-1611
- A-427 HTB-53
- A-549 CCL-185
- NCI-H460 HTB-177
- NCI-H82 HTB-175
- SHP-77 CRL-2195
- OVCAR-3 HTB-161
- PA-1 CRL-1572
- AsPC-1 CRL-1682
- BxPC-3 CRL-1687
- MIA PaCa-2 CRL-1420
- DU 145 HTB-81
- LNCaP FGC CRL-1740
- A375 CRL-1619
- COLO 829 CRL-1974
- MeWo HTB-65
- RPMI-7951 HTB-66
- A-204 HTB-82
- SJCRH30 CRL-2061
- TT CRL-1803
- AN3 CA HTB-111
- C-33 A HTB-31
- DoTc2 4510 CRL-7920
- A388 CRL-7905

Total 4 Cell Lines Selected

Instruction for Shipping Compound <Important>

Minimum required volume for your study: **200 μ L**

Number of cell lines selected	Minimum required volume
1-35	200 μ L
36-66	400 μ L

Please double check before you ship...

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

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

被験物の最低量が自動で表示されます。
被験物質量、条件を厳守の上、発送のご手配をお願いいたします。

Additional Information

試験に対する特別なご要望などございましたらご記入ください。

Important Notice (ご注意事項)

納期

Turnaround

納期は試験開始後、約4週間です。(SynergyFinder™は含まず。)
Turnaround time is approximately 4 weeks, excluding SynergyFinder™.

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上げます。
お預かりした被験物質は厳重に梱包の上、NTRC社に発送いたします。

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.
Your test sample will be forwarded to NTRC with care.

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3ヵ月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 three (3) months from completion of the study.
Should you have any questions or concerns, please feel free to contact us.

正式ご発注前に必ずご一読ください

