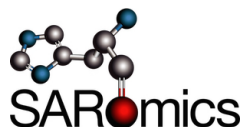


カルナバイオサイエンス提供 The 構造解析ツール

創薬研究において効率よく薬剤候補化合物を探索・設計するためにタンパク質X線結晶構造解析は非常に強力なツールです。カルナバイオサイエンスでは皆様の薬剤候補化合物最適化に役立つ構造解析サービスを取り揃えております。

結晶構造解析サービス



隣接する MAX IV 最新シンクロトロン施設を含む幅広いアカデミアとのネットワークを持つ SARomics 社が、常に新しい情報・技術をサービスに取り入れながら**大変お手頃な価格でスピーディー**に結晶構造解析を提供することを可能にしました。

FastLane™ Structures ~最速の結晶構造解析サービス~

Premium

お客様の化合物との結晶化蛋白がスタンバイ済み

納期目安：化合物受領後 2～6週間

Standard

タンパク質製造準備が整った状態でお客様の化合物を受領し既存のプロトコールに沿って迅速に共結晶化・解析

納期目安：化合物受領後 4～12週間

リスト裏面

● SARomics社が最速・低価格でご提供の秘密

- ✓ 最新のシンクロトロン MAX IV と隣接
- ✓ 幅広いアカデミアとのネットワークにより様々な最先端設備・技術にアクセス可
- ✓ 長年かつ堅実な解析研究分野バックグラウンドを持つ熟練研究者達による高い経験値

タンパクと低分子化合物の共結晶構造解析だけでなく、抗体 (Fab) - 抗原の結晶化構造解析を含め、リストに無いお客様ご希望のターゲットと化合物の共結晶化・解析についてもご相談承ります。

構造解析サポートサービス

● リガンド結合測定テクノロジー

NMR スクリーニング
NMR 解析 / 滴定測定
DSF (示差走査蛍光測定)-ThermoFluor 法使用
ITC (等温滴定カロリーメーター)
MST (マイクロスケール熱泳動)

● Protein characterization テクノロジー

DSF (示差走査蛍光測定)-ThermoFluor 法使用
DLS (動的光散乱測定)
バッファースクリーニング (DLS+DSF)
CD (円偏光二色性測定)
NMR

NEW!

Weak Affinity Chromatography (WAC™)

Fragment based screening に最適な最新技術登場!

HPLC カラムに標的タンパクを結合させ、親和性の弱い fragment との相互作用を検出。

SPR などの他の技術と比較して 断然スピーディー (3000-4000 fragments/day) で低価格。

結晶化用グレード蛋白質 (キナーゼ・その他)



メガファーマで結晶構造解析を率いてきた熟練メンバーが皆様に結晶化用の高品質蛋白をご提供させて頂きます。大腸菌・昆虫細胞・イースト・動物細胞など様々な発現系が可能で予備試験の結果をもって本番生産前に検討いたします。

カルナバイオサイエンス株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-5 BMA 3F

📞 078-302-7091 (営業部直通)

✉ info@carnabio.com

🌐 www.carnabio.com

TARGET LIST (Saromics社提供)

リストにないターゲットもお見知りさせていただきます。

FastLane™ Premium Structures

| | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Aldose reductase | DAPK3 kinase | LDHA Lactate dehydrogenase | S100A12 |
| ATAD2A Bromodomain | DHODH | PIP4K2A kinase | STK10 kinase |
| ATAD2B Bromodomain | EphA7 kinase | PDE4D | STK17B kinase |
| BCAT2 | Gal-3C | PFKFB3 | Thrombin |
| Beta-lactamase | GMPR2 | PLK4 kinase | TIM-3 |
| BTK kinase | HSP90 | PTP1B | TNF-alpha |
| Cathepsin C | IL-17A | S100A4 | Tubulin |
| CK2 kinase | JMJD2C demethylase | S100A9 | USP8 |

FastLane™ Standard Structures

| Kinases | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| AK1 | CLK2 | MAP2K6 | PIP5K2C |
| AK2 | CLK3 | MAP3K5 | PKM2 |
| AK3L1 | CSNK1G1 | MAPK11 | PKMYT1 |
| AK5 | CSNK1G2 | MAPK6 | PTK2B |
| BMPR2 | CSNK1G3 | MPSK1 | RSK1 |
| CAMK1D | DMPK | MST4 | SLK |
| CAMK1G | DYRK1A | NEK2 | SRPK2 |
| CAMK2A | DYRK2 | PAK4 | TTK |
| CAMK2B | FLT1 | PAK5 | VRK1 |
| CAMK2D | GAK | PAK6 | VRK2 |
| CAMK2G | Haspin | PCTK1 | VRK3 |
| CAMK4 | ITPK1 | PHKG2 | YSK1 |
| CLK1 | ITPKC | | |
| Phosphatases | | | |
| DUSP13 | MTMR6 | PTPN11 | PTPRK |
| IMPA2 | NANP | PTPN14 | PTPRN2 |
| INPP5B | PHPT1 | PTPN18 | PTPRO |
| INPP5E | PTPN3 | PTPN22 | PTPRR |
| INPPL1 | PTPN4 | PTPRB | PTPRT |
| ITPA | PTPN5 | PTPRE | RNGTT |
| LHPP | PTPN7 | PTPRG | THTPA |
| MDP1 | PTPN9 | PTPRJ | |
| Epigenetic targets | | | |
| Bromodomains | | | |
| ASH1L | CECR2 | PBRM1 (a.a. 43-156) | PHIP |
| BAZ2B | CREBBP | PBRM1 (a.a. 178-291). | SMARCA4 |
| BPTF | EP300 | PBRM1 (a.a. 388-494) | TAF1 (a.a. 1373-1635) |
| BRD1 | KAT2A | PBRM1 (a.a. 645-766) | TAF1 (a.a. 1501-1635) |
| BRD9 | KAT2B | PBRM1 (a.a. 773-917) | TAF1L (a.a.1523-1654) |
| BRWD1 | | | |
| Demethylases | | | |
| JMJD2A | JMJD2D | KDM4E | MINA |
| JMJD2B | JMJD3 | LSD1 | PHF8 |
| JMJD2C | JMJD6 | | |
| Other Epigenetic targets | | | |
| PARP2 | PARP12 | PARP15 | TNKS2 |
| PARP3 | PARP14 | TNKS | ZC3HAV1 |
| PARP10 | | | |
| Other targets | | | |
| ARNT | NT5C3 | NUDT16 | PPARG |
| BAK1 | MTH1 | NUDT16L1 | PYCR1 |
| BCL2A1 | NUDT3 | NUDT18 | ROR-gamma |
| DPP4 | NUDT6 | NUDT21 | THEM2 |
| EPAS1 | NUDT10 | PHGDH | USP2 |
| GLS | NUDT14 | PSAT1 | USP5 |
| NT5C2 | | | |

Updated: 2017/5/1

掲載の内容は予告なく変更する場合があります。