

Active Motif's Basepair Portal

ATAC-Seq, CUT&Tag, ChIP-Seq のNGSデータからの解析、可視化する自動ツール



Active Motifは、Basepairと協力して、Active Motifのキットを使って得られた次世代シーケンスデータを解析するための専用ポータルサイトを用意しました。今回、ATAC-Seq Kit (#53150)、CUT&Tag-IT™ Assay Kit (#53160)、およびChIP-IT High Sensitivity® Kit (#53040)をご購入頂いた方に、クーポンコードを発行し、16サンプル分の次世代シーケンスデータをこのポータルサイトで無料で解析していただけるようになりました。

<解析までの流れ>

- ①キットを購入
- ②キット箱の内側にあるControl 番号を確認
- ③クーポンコードの申請 (右のQRコード, Google form)
- ④クーポンコード取得
- ⑤ポータルサイトへアクセス
- ⑥データのアップロード→解析

<クーポンコードの申請はこちら>



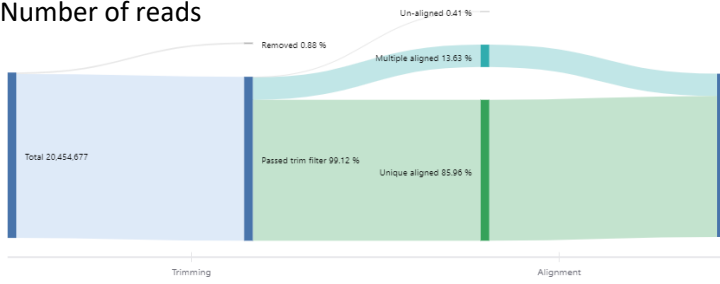
<https://qr.paps.jp/GEJrr>

クーポンコード発行対象製品

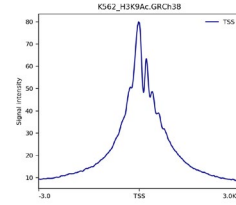
商品コード	品名	価格 (税別)	解析パイプライン
53150	ATAC-Seq Kit	222,000円	Bowties, MACS2, Annotation, bigWig, HOMER, Plot correlation, 他
53160	CUT&Tag-IT™ Assay Kit	203,500円	Bowtie2, MACS2, Annotation, bigWig, HOMER, Plot correlation, 他
53040	ChIP-IT High Sensitivity®	94,400円	Bowtie2, MACS2, SEACR, Annotation, bigWig, HOMER, Enrichment, 他

【解析例】

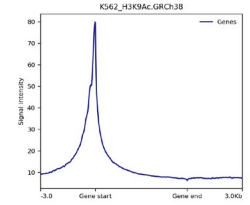
Number of reads



Gene body

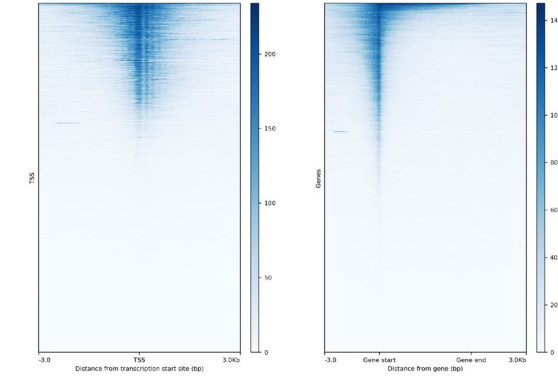


Transcription start site



Motif analysis (Homer)

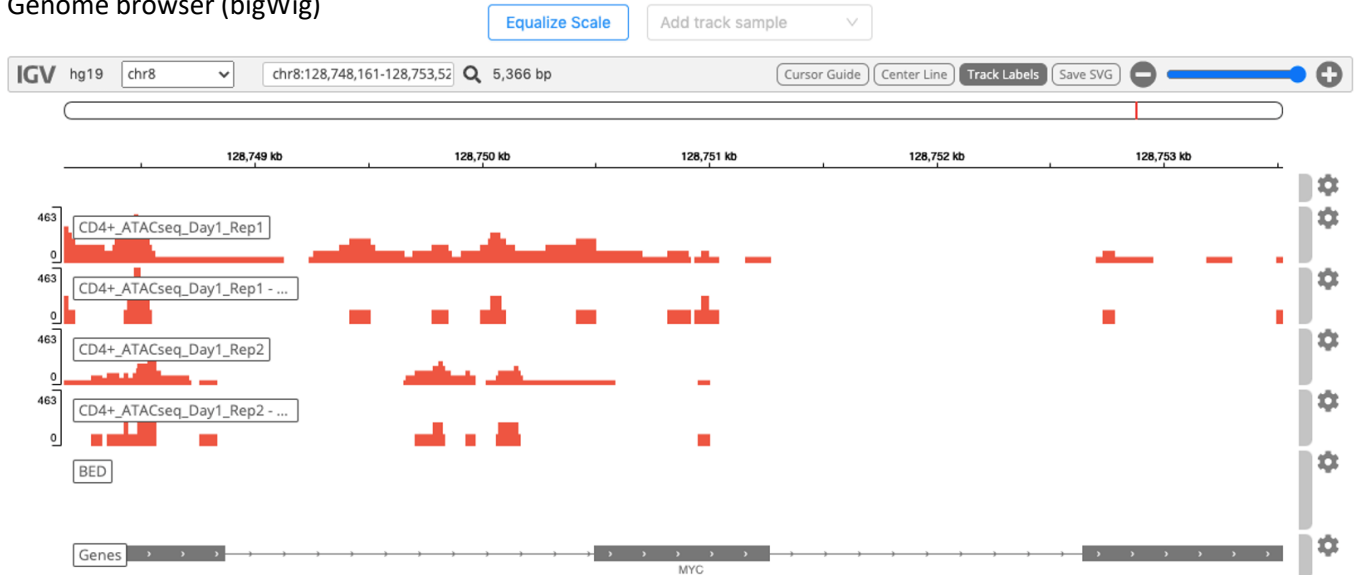
Rank	Motif	p-value	log P-value	% of Targets	% of Background	STD(Bg STD)	Best Match/Details	Motif File
1		1e-180	-4.155e+02	4.13%	1.05%	56.4bp (63.9bp)	NF-E2(bZIP)/K562-NFE2-CHIP-Seq/Homer More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)
2		1e-99	-2.280e+02	7.79%	4.06%	56.3bp (64.2bp)	GAT1/GAT1_RAPA/1-GZF3,2-GLN3(Harbison)/Yeast More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)
3		1e-83	-1.932e+02	41.91%	34.41%	55.9bp (66.4bp)	POLO09.1_DCE_S_1/Jaspar More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)



Peaks table

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	accession	annotation	chrom	chromBrowser	end	foldEnrichment	id	length	minusLogPValue	minusLogQValue	pileup	start	symbol
27	ENST00000378344	Promoter	chr1	chr1:3625360-3625928	3625828	6.57916	chr1_3625460_3625828	369	21.1635	15.0239	38.47	3625460	TPRG1L:AL513320.1
28	ENST00000270708	Promoter	chr1	chr1:3648892-3649330	3649230	4.39727	chr1_3648992_3649230	239	8.71601	4.85762	20.99	3648992	WRAP73
29	ENST00000419924	Promoter	chr1	chr1:3649687-3650234	3650134	4.49715	chr1_3649787_3650134	348	13.3826	8.67719	34.98	3649787	WRAP73;TP73
30	ENST00000604074	Promoter	chr1	chr1:3652586-3653104	3653004	4.49715	chr1_3652686_3653004	319	13.3826	8.67719	34.98	3652686	WRAP73;TP73
31	ENST00000604074	Promoter	chr1	chr1:3653070-3653645	3653545	4.31994	chr1_3653170_3653545	376	10.6858	6.46109	26.23	3653170	WRAP73;TP73
32	ENST00000603364	Promoter	chr1	chr1:3688484-3688926	3688826	4.41401	chr1_3688584_3688826	243	6.6833	3.23542	12.24	3688584	TP73
33	ENST00000647831	Promoter	chr1	chr1:3746922-3747536	3747436	2.33879	chr1_3747022_3747436	415	6.63725	3.20223	41.1	3747022	TP73-AS1;CCDC27
34	ENST00000294600	Promoter	chr1	chr1:3750857-3751321	3751221	5.5726	chr1_3750957_3751221	265	11.0669	6.77619	19.24	3750957	CCDC27

Genome browser (bigWig)



アクティブ・モティフ株式会社

activemotif.com

東京都新宿区揚場町2-21

03-5225-3638

Japantech@activemotif.com