

ドータイト試薬全国主要販売店一覧

※製品コード(和光純薬コード:8桁)が付いているものに関しましては、下記販売店にお問い合わせください。

<総販売元>

富士フィルム和光純薬株式会社
 大阪市中央区道修町3丁目1番2号 〒540-8605
 電話 06(6203)3741(代表)

<製造元>

株式会社 同仁化学研究所
 熊本県上益城郡益城町田原 2025-5 〒861-2202
 電話 096(286)1515(代表)・FAX 096(286)1525

富士フィルム和光純薬株式会社	郵便番号	住所	電話番号(代)	FAX番号
本社 大阪営業所	540-8605	大阪市中央区道修町 3-1-2	06(6203)3741	06(6203)2029
東京本店 東京営業所	103-0023	東京都中央区日本橋本町 2-4-1 日本橋本町東急ビル	03(3270)8571	03(3270)8940
九州営業所	813-0062	福岡市東区松島 3-22-30	092(622)1005	092(621)9345
中国営業所	732-0816	広島市南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター 8F	082(569)8095	082(258)5856
東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前 2-914	052(772)0788	052(775)9413
横浜営業所	231-0005	神奈川県横浜市中区本町 2丁目 22 京阪横浜ビル 3階	045(225)8041	045(212)5130
筑波営業所	305-0005	茨城県つくば市天久保 2-4-20	029(858)2278	029(852)6051
東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町 2-18-21 タケダ仙台ビル 5F	022(222)3072	022(264)2228
北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北 1 条西 13-4 タケダ札幌ビル 4F	011(271)0285	011(271)0835

販売店
一覧

ドータイト試薬全国主要販売店(富士フィルム和光純薬株式会社) 一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
北海道				
【代理店・特約店】				
北海道和光純薬株式会社	001-0015	札幌市北区北 15 条西四丁目 1 番 16 号	011(747)2811(代)	011(747)2934
北海道和光純薬株式会社 丘珠配送センター	007-0843	札幌市東区北 43 条東十九丁目 3 番 16 号	011(784)3550	011(783)1571
北海道和光純薬株式会社 道央営業所	061-1405	恵庭市戸磯 76 番 8	0123(32)8130	0123(32)8143
北海道和光純薬株式会社 旭川営業所	079-8442	旭川市流通団地二条 5 丁目 24-1	0166(49)5651	0166(49)5655
北海道和光純薬株式会社 函館営業所	040-0077	函館市吉川町 6 番 5 号	0138(42)8811(代)	0138(42)8877
大槻理化学株式会社 本社・北見営業部	090-0056	北見市卸町一丁目 6 番 2 号	0157(36)7211(代)	0157(36)6589
大槻理化学株式会社 釧路営業部	084-0913	釧路市星が浦南二丁目 1 番 3 号	0154(52)7211(代)	0154(52)7222
大槻理化学株式会社 帯広営業部	080-0028	帯広市西十八条南一丁目 2 番地 35	0155(33)1366(代)	0155(33)1359
【取扱店】				
株式会社常光 帯広営業所	080-0803	帯広市東三条南十丁目 1 番地	0155(24)3057(代)	0155(24)7291
青森				
【代理店・特約店】				
東北化学薬品株式会社	036-8655	弘前市大字神田一丁目 3 番地の 1	0172(33)8131(代)	0172(33)6800
東北化学薬品株式会社 八戸支店	031-0071	八戸市沼館一丁目 15 番 3 号	0178(43)9236(代)	0178(44)7629
東北化学薬品株式会社 青森支店	030-0131	青森市問屋町一丁目 8 番 12 号	017(738)4451(代)	017(738)0278
東北化学薬品株式会社 むつ小川原営業所	039-3212	青森県上北郡六ヶ所村大字 尾駱字上尾駱 22-255	0175(73)2271(代)	0175(73)2272
岩手				
【代理店・特約店】				
株式会社成瀬理工	020-0066	盛岡市上田三丁目 8-29	019(623)1256(代)	019(654)4750
株式会社成瀬理工 釜石営業所	026-0043	釜石市新町 8-20	0193(23)6684(代)	0193(23)6524
株式会社成瀬理工 北上営業所	024-0004	北上市村崎野 13 地割 25-8	0197(71)1630	0197(71)1631
東北化学薬品株式会社 岩手支店	024-0014	北上市流通センター 18 番 39 号	0197(68)2271(代)	0197(68)2440
東北化学薬品株式会社 盛岡営業所	020-0122	岩手県盛岡市みたけ 6-15-5	019(601)7533	019(645)8911
株式会社バイタルネット 盛岡支店	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター 南三丁目 1-12	019(638)8711(代)	019(638)6194

全国主要販売店一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
株式会社バイタルネット 釜石支店	026-0053	釜石市定内町三丁目 10 番 24 号	0193(25)1725(代)	0193(23)3316
株式会社バイタルネット 北上支店	024-0051	北上市相去町大松沢 1—73	0197(81)5111	0197(81)5000
【取扱店】				
株式会社村源薬局	020-0878	盛岡市肴町 6 番 2 号	019(623)1211(代)	019(653)3229
秋 田				
【代理店・特約店】				
株式会社中央科学	010-0061	秋田市卸町三丁目 1—22	018(863)6111(代)	018(863)6417
東北化学薬品株式会社 秋田支店	011-0901	秋田市寺内字三千刈 462 番 1	018(824)1201(代)	018(824)1166
東北化学薬品株式会社 大館営業所	017-0041	大館市大田面 113—1	0186(45)0566	0186(45)0570
宮 城				
【代理店・特約店】				
仙台和光純薬株式会社	984-0002	仙台市若林区卸町東二丁目 2—32	022(239)2700(代)	022(239)2705
東北化学薬品株式会社 仙台支店	981-3627	宮城県黒川郡大和町吉岡東三丁目 7 番地の 14	022(345)4870	022(345)4495
中山商事株式会社 仙台営業所	983-0013	仙台市宮城野区中野一丁目 3 番地の 5	022(253)6511	022(388)7587
株式会社バイタルネット 仙台北社	980-8581	仙台市青葉区大手町 1-1	022(266)4511	022(266)3942
福 島				
【代理店・特約店】				
株式会社小関秀雄商店	960-8072	福島市北中央 3—85—1	024(535)1351(代)	024(531)3578
株式会社小関秀雄商店 郡山営業所	963-8044	郡山市備前館一丁目 127 番地	024(932)8534(代)	024(933)5494
中山商事株式会社 いわき営業所	971-8125	いわき市小名浜島字入海 63	0246(58)7020(代)	0246(76)0022
中山商事株式会社 郡山営業所	963-1304	郡山市熱海町安子島字南原 13—1	024(984)2401(代)	024(984)2400
中山商事株式会社 原町営業所	975-0042	南相馬市原町区雫字南大江下 93	0244(22)2518(代)	0244(25)2052
中山商事株式会社 白河営業所	961-8061	福島県西白河郡西郷村 大字小田倉字岩下 104—3	0248(22)5001(代)	0248(31)1102
山 形				
【代理店・特約店】				
東北化学薬品株式会社 山形支店	999-3765	東根市神町南 2—3—14	0237(47)0068(代)	0237(47)0285
東北化学薬品株式会社 米沢営業所	992-1125	米沢市万世町片子字天下田 4374—2	0238(24)7622	0238(24)7667
東北化学薬品株式会社 鶴岡営業所	997-0018	鶴岡市茅原町 28 番 72 号	0235(24)9786	0235(24)9875
株式会社バイタルネット 山形支店	990-2338	山形市蔵王松ヶ丘 1—2—10	023(695)3111(代)	023(688)9131
株式会社バイタルネット 酒田支店	998-0831	酒田市東両羽町 7—4	0234(26)1151(代)	0234(26)3846
鍋林株式会社 山形営業所	999-3774	東根市大字郡山字四角石 89	0237(43)6061(代)	0237(43)6062
【取扱店】				
サカタ理化学株式会社	997-0010	鶴岡市余慶町 6—38	0235(24)6938(代)	0235(23)6577
サカタ理化学株式会社 山形営業所	990-2251	山形市立谷川二丁目 938 番地 1	023(665)5166(代)	023(665)5177
万成化学株式会社	992-1125	米沢市万世町片子 824 番地	0238(23)3266(代)	0238(22)6133
茨 城				
【代理店・特約店】				
中山商事株式会社 日立営業所	317-0075	日立市相賀町 17 番 9 号	0294(22)5291(代)	0294(22)8967
中山商事株式会社 下館営業所	308-0113	筑西市関館 283—7	0296(37)7811(代)	0296(37)7898
中山商事株式会社 水戸営業所	312-0063	ひたちなか市田彦字寄井新田 1019 番地 3	029(275)2591(代)	029(275)2588
中山商事株式会社 鹿島営業所	314-0121	神栖市溝口 4580	0299(96)0250(代)	0299(90)5018
中山商事株式会社 筑波営業所	300-2651	つくば市大字鬼ヶ窪 1139 番 1	029(847)7355(代)	029(847)6136
伊勢久株式会社 つくば営業所	300-1231	牛久市猪子町字原 992—532	029(870)1111	029(871)2111
伊勢久株式会社 鹿島営業所	314-0115	神栖市知手 3678—4	0299(96)3009	0299(96)1030
家田化学薬品株式会社 筑波支店	305-0821	つくば市春日四丁目 12 番 6 号	029(852)6621	029(855)7721
不二化学薬品株式会社 つくば営業所	305-0041	つくば市上広岡 429 番 1	029(863)5380	029(863)5382
理科研株式会社 つくば支店	305-0074	つくば市高野台三丁目 16—2	029(839)1251	029(839)1255

全国主要販売店一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
栃 木				
【代理店・特約店】				
中山商事株式会社 栃木営業所	322-0026	鹿沼市茂呂北野 2620	0289(60)7871	0289(60)7870
アズサイエンス株式会社 宇都宮営業所	321-0901	宇都宮市平出町 385—15	028(661)5616(代)	028(664)0664
家田化学薬品株式会社 栃木営業所	323-0022	小山市駅東通り 2—29—10 大都産業本社ビル 2F	0285(20)3630	0285(20)3635
群 馬				
【代理店・特約店】				
高信化学株式会社	370-0072	高崎市大八木町 801 番	027(361)3221(代)	027(361)4007
鍋林株式会社 北関東営業所	370-1135	群馬県佐波郡玉村町大字板井 870 番地	0270(65)2880(代)	0270(65)4712
家田化学薬品株式会社 群馬営業所	371-0846	前橋市元総社町 940—6	027(252)6255	027(252)6284
【取扱店】				
有限会社共栄化学	376-0023	桐生市錦町二丁目 12 番 7 号	0277(44)4420(代)	0277(43)7655
新 潟				
【代理店・特約店】				
アズサイエンス株式会社 新潟営業所	950-2054	新潟市西区寺尾東一丁目 19 番 19 号	025(269)5161	025(269)4178
鍋林株式会社 上越営業所	942-0033	上越市大字福橋字前田 744—1	025(543)4521(代)	025(543)1850
鍋林株式会社 新潟営業所	950-0814	新潟市東区逢谷内字居前 339—1	025(270)2270(代)	025(270)2512
金剛薬品株式会社 新潟支店	950-0867	新潟市東区竹尾卸新町 752 番地 1 (新潟卸センター内)	025(275)8141(代)	025(275)8144
【取扱店】				
株式会社ケンテック 東日本営業所	950-0831	新潟市東区下場 25—1	025(279)2031	025(279)2032
長 野				
【代理店・特約店】				
鍋林株式会社 松本営業所	390-0833	松本市双葉 8 番 10 号	0263(27)6505	0263(26)5266
鍋林株式会社 長野営業所	380-0918	長野市アークス 1 番 14 号	026(224)5208	026(224)0450
アズサイエンス株式会社 松本営業所	399-8754	松本市村井町西 2 丁目 3 番 35 号	0263(58)0021(代)	0263(58)8786
アズサイエンス株式会社 長野営業所	389-0802	千曲市内川 618—3	026(261)0555(代)	026(261)0666
横澤化学株式会社	386-2202	長野県上田市真田町大字本原 551—1	0268(72)0200(代)	0268(72)0207
山 梨				
【代理店・特約店】				
鍋林株式会社 甲府営業所	400-0814	甲府市上阿原町 240	055(223)0436	055(232)4176
アズサイエンス株式会社 甲府営業所	409-3867	山梨県中巨摩郡昭和町清水新居 601—1	055(222)5131	055(226)0310
千 葉				
【代理店・特約店】				
株式会社薬研社	260-0843	千葉市中央区末広三丁目 12—6	043(265)4141(代)	043(265)4143
株式会社薬研社 柏営業所	277-0831	柏市根戸 386—15	04(7137)2255	04(7137)2244
金剛薬品株式会社 千葉支店	261-0011	千葉市美浜区真砂二丁目 24 番 12 号	043(277)3211	043(277)3214
伊勢久株式会社 千葉営業所	290-0046	市原市岩崎西 1—4—11	0436(22)2255(代)	0436(22)2257
広島和光株式会社 千葉営業所	290-0056	市原市五井 9130	0436(22)2671	0436(22)5348
株式会社日栄東海 千葉営業所	264-0026	千葉市若葉区西都賀二丁目 7 番 9 号	043(284)9211	043(284)9233
株式会社高長 柏営業所	277-0863	柏市豊四季 167 マンション豊四季 102	04(7141)0081	04(7141)0082
東 京				
【代理店・特約店】				
家田化学薬品株式会社 日本橋本店	103-0022	東京都中央区日本橋室町 4—3—4 オフィス家田室町	03(3270)0621(代)	03(3270)0661
家田化学薬品株式会社 本郷支店	113-0033	東京都文京区本郷三丁目 14 番 16 号 オフィス家田	03(3816)1871	03(3816)1847
広島和光株式会社 東京営業所	141-0001	東京都品川区北品川五丁目 8 番 26 号 大崎アネックスビル	03(5447)6181	03(3449)7861
宮田化学株式会社	170-0012	東京都豊島区上池袋二丁目 8 番 14 号	03(3916)0505(代)	03(3916)0225
金剛薬品株式会社 東京支店	101-0054	東京都千代田区神田錦町一丁目 5 番地	03(3518)0855	03(3518)0856

全国主要販売店一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
株式会社高長	113-0021	東京都文京区本駒込五丁目2番10号	03(3941)7161(代)	03(3946)3980
株式会社高長 多摩営業所	186-0003	国立市富士見台三丁目22番7号 第一原田マンション103	042(574)8371	042(574)8372
利根化学株式会社	101-0032	東京都千代田区岩本町一丁目3番13号	03(3862)6666(代)	03(3851)9224
不二化学薬品株式会社 東京営業所	103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町16番9号 豊鈴ビル1・2階	03(3667)7703(代)	03(3667)7708
鍋林株式会社 東京営業所	103-0022	東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル4階	03(3270)5441(代)	03(3270)0454
株式会社日栄東海 多摩営業所	187-0031	小平市小川東町四丁目6番7号	042(346)9711	042(346)9639
株式会社日栄東海 東京営業所	164-0001	東京都中野区中野六丁目15番13号	03(3367)8511(代)	03(3367)4239
理科研株式会社 東京支社	113-0033	東京都文京区本郷三丁目44番2号	03(3815)8951(代)	03(3818)0889
理科研株式会社 目黒支店	153-0042	東京都目黒区青葉台三丁目12番6号	03(3477)7251	03(3477)7255
尾崎理化株式会社 多摩営業所	192-0907	八王子市長沼町200番地6	0426(37)2200(代)	0426(32)7212
株式会社薬研社 東京営業所	132-0025	東京都江戸川区松江2丁目10番22号	03(5661)2651(代)	03(5661)2661
株式会社山口薬品	112-0011	東京都文京区千石四丁目10番1号	03(3941)4398	03(3943)9577
正晃株式会社 東京支店	130-0021	東京都墨田区緑二丁目7番3号 ダイコービル2F	03(5638)5881	03(5638)5882
アズサイエンス株式会社 東京本社	130-0023	東京都墨田区立川四丁目13番13号	03(5843)8155	03(5843)8151
宮崎化学薬品株式会社	174-0051	東京都板橋区小豆沢三丁目1番30号	03(3966)8721~4	03(3966)8634
株式会社宮川商店	130-0011	東京都墨田区石原四丁目17番7号	03(3621)4015	03(3621)4016
埼 玉				
【代理店・特約店】				
家田化学薬品株式会社 埼玉支店	352-0011	埼玉県新座市野火止4丁目19-4	048(477)3905(代)	048(478)4816
家田化学薬品株式会社 幸手営業所	340-0103	埼玉県幸手市内国府間200-1	0480(43)3316(代)	0480(42)4891
高信化学株式会社 埼玉支店	360-0023	埼玉県熊谷市佐谷田1237-1	048(580)7747	048(580)7784
株式会社小松屋	330-0044	さいたま市浦和区瀬ヶ崎2-7-4	048(886)2451(代)	048(885)4140
鍋林株式会社 関東営業所	350-2218	鶴ヶ島市柳戸町11番地7	049(286)4970(代)	049(286)4972
株式会社日栄東海 埼玉営業所	350-1126	川越市旭町二丁目19番26号	049(246)1778	049(246)1798
神 奈 川				
【代理店・特約店】				
湘南和光純薬株式会社	254-0002	平塚市横内4090番地	0463(55)0914(代)	0463(54)1320
家田化学薬品株式会社 横浜支店	230-0051	横浜市鶴見区鶴見中央四丁目31番13号	045(508)2558	045(501)7311
稲垣薬品興業株式会社	231-0064	横浜市中区野毛町一丁目17番地	045(232)1502(代)	045(232)1511
尾崎理化株式会社	252-0153	相模原市緑区根小屋1888番地	042(784)2525(代)	042(784)2555
尾崎理化株式会社 横浜営業所	226-0028	横浜市緑区いぶき野31-10	045(988)0531	045(988)0532
尾崎理化株式会社 川崎営業所	210-0852	川崎市川崎区鋼管通1丁目3番3号	044(329)1414	044(329)1755
理科研株式会社 神奈川支店	227-0045	横浜市青葉区若草台1番地5	045(530)0151	045(530)0755
理科研株式会社 鶴見営業所	230-0033	横浜市鶴見区朝日町一丁目49番地	045(500)4551	045(500)4571
静 岡				
【代理店・特約店】				
理仁薬品株式会社	420-0812	静岡市葵区古庄四丁目16番1号	054(261)2145(代)	054(261)2148
伊勢久株式会社 三島営業所	411-0832	三島市南二丁目628番5	055(971)6260(代)	055(971)6265
伊勢久株式会社 掛川営業所	436-0048	掛川市細田144-1	0537(23)8484(代)	0537(23)8477
中北薬品株式会社 三島支店	411-0943	静岡県駿東郡長泉町下土狩202-8	055(988)1515	055(988)1550
中北薬品株式会社 浜松支店	430-0802	浜松市東区将監町23番1号	053(463)1311	053(464)5623
中北薬品株式会社 焼津支店	425-0092	焼津市越後島347	054(629)2811	054(629)2819
理科研株式会社 静岡営業所	422-8005	静岡市駿河区池田379番地	054(208)5351	054(208)5355
富 山				
【代理店・特約店】				
並木薬品株式会社	930-0834	富山市問屋町三丁目1番33号	076(451)4545(代)	076(451)0085
金剛薬品株式会社	930-0834	富山市問屋町一丁目8番7号	076(451)0161(代)	076(451)0391

全国主要販売店一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
石 川				
【代理店・特約店】				
株式会社片岡	920-1158	金沢市朝霧台二丁目 27 番地	076(263)2011	076(263)2051
福 井				
【代理店・特約店】				
株式会社上田五兵衛商店	918-8231	福井市問屋町 1—4	0776(24)0004代	0776(24)0087
愛 知				
【代理店・特約店】				
伊勢久株式会社 名古屋営業所	460-8558	名古屋市中区丸の内三丁目 4 番 15 号	052(961)8321代	052(971)5150
伊勢久株式会社 名古屋南営業所	474-0001	大府市北崎町井田 1 番 1 号	0562(47)1475代	0562(47)1479
伊勢久株式会社 名古屋東営業所	464-0801	名古屋市千種区星ヶ丘二丁目 55 番地	052(783)3011代	052(783)3010
伊勢久株式会社 豊橋営業所	442-0012	豊川市新豊町二丁目 111 番地	0533(84)3261代	0533(84)3252
理科研株式会社	460-0007	名古屋市中区新栄一丁目 33 番 1 号	052(241)5351代	052(241)6471
理科研株式会社 岡崎営業所	444-0864	岡崎市明大寺町字西長峰 50 番	0564(57)1751代	0564(57)1757
株式会社多次商店 名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦三丁目 13 番 5 号 中央マンションビル 504 号	052(951)1232	052(961)9729
岐 阜				
【代理店・特約店】				
伊勢久株式会社 岐阜営業所	500-8355	岐阜市六条片田二丁目 19 番 9 号	058(273)1625代	058(273)1627
伊勢久株式会社 多治見営業所	507-0827	多治見市平和町四丁目 48 番 8 号	0572(22)0251代	0572(22)0253
アルフレッサ株式会社試薬機器岐阜支店	501-6004	岐阜県羽島郡岐南町野中 4 の 93	058(248)7093	058(248)6100
理科研株式会社 岐阜営業所	500-8225	岐阜市岩地二丁目 25 番 2 号	058(240)0721代	058(240)1082
三 重				
【代理店・特約店】				
伊勢久株式会社 四日市営業所	510-0013	四日市市富士町 8 番 3 号	059(331)5284代	059(331)8306
伊勢久株式会社 津営業所	514-0131	津市あいつ台 4 丁目 7 番 6	059(236)1211代	059(231)3318
理科研株式会社 三重支店	514-0103	津市栗真中山町 43 番地 1	059(236)5511	059(236)5500
滋 賀				
【代理店・特約店】				
京都和光純薬株式会社 滋賀営業所	524-0035	守山市阿村町流 212—4	077(514)2451	077(514)2452
和研薬株式会社 滋賀営業部	525-0029	草津市下笠町字辻出 945—1	077(568)2481代	077(568)2410
京 都				
【代理店・特約店】				
京都和光純薬株式会社	601-8343	京都市南区吉祥院稲葉町 31—1	075(661)3591代	075(672)2173
和研薬株式会社	606-8171	京都市左京区一乗寺西水干町 17 番地	075(721)8111	075(721)8189
和研薬株式会社 本社営業部	606-8171	京都市左京区一乗寺西水干町 17 番地	075(721)8111	075(721)8189
和研薬株式会社 京阪奈営業部	610-0343	京田辺市大住大坪 46 番地	0774(65)2521代	0774(65)2557
中村宗商店	604-0854	京都市中京区二条通丸東入仁王門町 21	075(231)2634	075(221)1082
奈 良				
【代理店・特約店】				
京都和光純薬株式会社 奈良営業所	634-0803	橿原市上品寺町 370—55	0744(23)1311代	0744(23)6691
株式会社森田草楽堂	634-0078	橿原市八木町一丁目 6—1	0744(22)3421	0744(22)3960
和 歌 山				
【代理店・特約店】				
葵薬品株式会社	640-8303	和歌山市鳴神 548 番地	073(488)1381	073(488)1382
八洲薬品株式会社 和歌山営業所	640-8303	和歌山市鳴神 746—3 番地	073(473)5951代	073(474)0453
大 阪				
【代理店・特約店】				
八洲薬品株式会社	567-0085	茨木市彩都あさぎ 7 丁目 7 番 18 号 彩都バイオヒルズセンター	072(640)1260代	072(640)1271
八洲薬品株式会社 堺営業所	592-8333	堺市西区浜寺石津町西 1 丁 4 番 20 号	072(244)1368代	072(244)4055

販売店
一覧

全国主要販売店一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
八洲薬品株式会社 京阪奈営業所	574-0057	大東市新田西町3番10号	072(870)2711(代)	072(870)2710
不二化学薬品株式会社	530-0044	大阪市北区東天満2丁目6番11号	06(6358)0981(代)	06(6358)0986
不二化学薬品株式会社 高槻営業所	569-0063	高槻市南庄所町1番5号	072(671)1080(代)	072(671)3214
株式会社ダイトー	555-0025	大阪市西淀川区姫里2丁目2番22号	06(4808)8038(代)	06(4808)2577
相生ケミサイエンス株式会社	533-0015	大阪市東淀川区大隅1丁目6番69号	06(6324)5963	06(6328)6116
和研薬株式会社 大阪営業部	562-0035	大阪府箕面市船場東1丁目12-8	072(749)5200(代)	072(749)5230
兵 庫				
【代理店・特約店】				
広瀬化学薬品株式会社	650-0046	神戸市中央区港島中町二丁目2番2号	078(303)3800(代)	078(303)3700
広瀬化学薬品株式会社 兵庫西支店	674-0074	明石市魚住町清水字井桶田	078(942)2511(代)	078(942)2515
不二化学薬品株式会社 尼崎営業所	661-0962	尼崎市額田町3番1号	06(6499)0008(代)	06(6499)3192
不二化学薬品株式会社 尼崎西営業所	661-0964	尼崎市神崎町21番29号	06(6499)3191(代)	06(6499)3122
株式会社多次商店	653-0015	神戸市長田区菅原通2丁目4番地	078(575)7985(代)	078(575)7511
徳 島				
【代理店・特約店】				
化研テクノ株式会社	770-0873	徳島市東沖洲二丁目17	088(664)6321	088(664)6336
香 川				
【代理店・特約店】				
化研テクノ株式会社 高松営業所	761-0301	高松市林町148-19	087(815)1111	087(815)1155
増田薬品株式会社	760-0020	高松市錦町一丁目13番21号	087(851)0631(代)	087(822)5209
愛 媛				
【代理店・特約店】				
荒木薬品株式会社	792-0011	新居浜市西原町二丁目7番7号	0897(33)3853(代)	0897(33)3854
化研テクノ株式会社 松山営業所	791-1102	松山市来住町1445番1	089(960)0260	089(960)0261
化研テクノ株式会社 新居浜営業所	792-0050	新居浜市萩生545-3	0897(43)8001(代)	0897(43)8122
高 知				
【代理店・特約店】				
日進商事株式会社	780-0901	高知市上町五丁目6番15号	088(822)3141(代)	088(822)3140
鳥 取				
【代理店・特約店】				
鳥取サイエンス株式会社	680-0841	鳥取市吉方温泉三丁目110番地	0857(23)5651(代)	0857(23)5652
株式会社林薬品	683-0003	米子市皆生三丁目11番3号	0859(33)3061(代)	0859(32)5877
島 根				
【代理店・特約店】				
株式会社宮田薬品	690-0017	松江市西津田一丁目5番29号	0852(21)0279(代)	0852(21)0308
岡 山				
【代理店・特約店】				
広島和光株式会社 岡山営業所	700-0971	岡山市北区野田5丁目11番31号	086(241)0771(代)	086(243)1503
広 島				
【代理店・特約店】				
広島和光株式会社	732-0818	広島市南区段原日出一丁目1番15号	082(285)5155(代)	082(285)2505
広島和光株式会社 広島営業所	732-0818	広島市南区段原日出一丁目1番15号	082(285)6225(代)	082(285)2505
広島和光株式会社 東広島営業所	739-0046	東広島市鏡山3丁目12番26号 ハナヤマビル101号	082(431)3511(代)	082(431)3515
広島和光株式会社 福山営業所	721-0926	福山市大門町四丁目16番43号	084(943)2720(代)	084(943)1198
山 口				
【代理店・特約店】				
広島和光株式会社 徳山営業所	745-0801	周南市久米字沖角田3039番1号	0834(25)1230	0834(25)1249
広島和光株式会社 岩国営業所	740-0024	岩国市旭町二丁目12番29号	0827(22)0683	0827(22)0819
広島和光株式会社 宇部営業所	755-0008	宇部市明神町三丁目3番26号	0836(34)3331	0836(34)3431

全国主要販売店一覧

会社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
広島和光株式会社 防府営業所	747-0825	防府市大字新田 66 番 2 号	0835(24)5432	0835(24)5464
正晃株式会社 山口営業所	754-0015	山口市小郡大江町 7 番 12 号	083(972)0215	083(972)2942
正晃株式会社 下関配送センター	752-0925	下関市亀浜町 10 番 35 号	083(248)3862	083(248)3072
福 岡				
【代理店・特約店】				
正晃株式会社	813-0062	福岡市東区松島三丁目 34 番 33 号	092(621)8199	092(611)4415
正晃株式会社 福岡第一営業所	813-0062	福岡市東区松島三丁目 34 番 33 号	092(611)8131(代)	092(621)5025
正晃株式会社 福岡第二営業所	813-0062	福岡市東区松島三丁目 34 番 33 号	092(611)5335(代)	092(621)8384
正晃株式会社 北九州営業所	805-0071	北九州市八幡東区東田一丁目 6 番 5 号	093(671)8006(代)	093(671)8007
正晃株式会社 久留米営業所	839-0815	久留米市山川峯形町 3—30	0942(45)1331(代)	0942(45)1336
徳重化学株式会社	812-0061	福岡市東区筥松三丁目 7 番 7 号	092(621)0088(代)	092(611)2611
佐 賀				
【代理店・特約店】				
正晃株式会社 佐賀営業所	840-0857	佐賀市鍋島町大字八戸 1843	0952(22)7841(代)	0952(22)7849
長 崎				
【代理店・特約店】				
株式会社テクノ・スズタ	852-8116	長崎市平和町 24 番 14 号	095(848)5221(代)	095(849)3920
株式会社テクノ・スズタ 営業本部	851-0103	長崎市中里町 1384 番地	095(839)3090(代)	095(839)5230
株式会社テクノ・スズタ 商品センター	851-0103	長崎市中里町 1384 番地	095(839)3090(代)	095(834)0059
株式会社テクノ・スズタ 佐世保営業所	858-0923	佐世保市日野町 755 番地	0956(28)4365(代)	0956(28)3962
大 分				
【代理店・特約店】				
有限会社春日薬局	870-0005	大分市王子北町 1 番 5 号	097(536)1177(代)	097(537)3241
有限会社春日薬局 三ツ川出張所	870-0138	大分市原川二丁目 3 番 28 号	097(551)1588(代)	097(556)7586
正晃株式会社 大分営業所	870-0921	大分市萩原四丁目 7—5	097(558)0025(代)	097(558)9080
熊 本				
【代理店・特約店】				
株式会社ケミカル同仁	862-0967	熊本市南区流通団地一丁目 44—2	096(377)2277(代)	096(377)2278
正晃株式会社 熊本営業所	861-8038	熊本市東区長嶺東七丁目 11 番 46 号	096(380)0055(代)	096(380)0369
宮 崎				
【代理店・特約店】				
株式会社トーアサイエンス	880-0801	宮崎市老松二丁目 3 の 25	0985(24)5733(代)	0985(24)4299
旭化成アドバンス株式会社 南九州営業所	882-0873	延岡市共栄町 71—9	0982(33)2933(代)	0982(21)8483
鹿 児 島				
【代理店・特約店】				
正晃株式会社 鹿児島営業所	891-0115	鹿児島市東開町 3 番 23	099(260)7133	099(260)8806
沖 縄				
【代理店・特約店】				
正晃株式会社 沖縄営業所	901-1117	沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山 1582	098(888)3666(代)	098(888)3669

販売店
一覧