

販売規約

第1条 適用範囲

- 1.1 本販売規約は全ての販売に適用されます。
- 1.2 ご購入者と別途取決めをしない限り、何らかの方法で注文をした全てのご購入者は、注文の時点で本販売規約を受け入れたものとみなします。
- 1.3 本販売規約と異なる条件は、弊社が書面で承諾しない限り、適用されません。

第2条 注文

- 2.1 口頭での注文は、書面での注文が確認されるまで、注文とはみなされません。
- 2.2 販売は、弊社が書面での注文を受領したときに成立します。

第3条 価格

- 3.1 商品の表示価格には消費税を含んでおりません。発注から配達までの間に発生した消費税率の引き上げや新規税額の引き上げは、ご購入者の負担となります。
- 3.2 商品の価格は、サービス、設置および組立作業を含みません。サービス、設置および組立作業は、有償で提供することができます。

第4条 支払い

- 4.1 商品代金は、請求書日付から 30 日以内に弊社の指定する銀行口座へ振り込みによってお支払いください。支払いの際には、請求書に記載されている請求書番号が明記されている必要があります。
- 4.2 支払い期日までに支払いがされない場合、支払予定日の翌日より完済の日まで、年利12%の割合による延滞損害金をお支払いいただきます。
- 4.3 ご購入者の信用度が低下した場合、弊社が適切と考える保証をご購入者に要求することがあります。当該保証の提供を拒否した場合は、注文の全部または一部を取り消すことがあります。
- 4.4 請求書に記載された金額に関するすべてのクレームは、請求書の日付から 15 日以内に弊社にご連絡ください。クレームがない場合、請求書は全面的に受け入れられたものとみなします。

第5条 配送方法

- 5.1 弊社の標準の手順による配送方法にしたがって、ご購入者の注文書で指示された納品先に配送業者によって配達されます。ご購入者が特別な配送方法を要求する場合は、ご購入者のリスクと費用で手配することができます。
- 5.2 納品予定日は、予めご購入者にお知らせいたします。

販売規約

5.3 配送業者の過失により、商品が紛失または毀損した場合は、再度商品をお届けします。

5.4 配送の遅延による注文のキャンセルはできません。

第6条 配送料

6.1 配送料は販売時に明示されていない限り商品の価格に含まれません。

6.2 総額 50,000 円（消費税を除く）以上の注文には配送料がかかりません。

第7条 不可抗力

7.1 弊社は、天災地変等の不可抗力によって予めお知らせした納品予定日に到着しなかった場合、それによって顧客が被った損失または費用（結果的またはその他）について責任を負いません。

7.2 不可抗力が相当の期間継続する場合、弊社は書面によってご購入者に通知することにより、注文を取り消すことがあります。

第8条 所有権の移転

納品された商品は、他の商品への変換または組み込みが行われた場合であっても、その価格が全額払われるまで、所有権は移転しません。

第9条 承認

配達後 14 日以内に書面により弊社にクレームされた場合を除き、当該商品はご購入者によって承認されたものとみなされます。

第10条 販売の取り消し

本販売規約に違反、あるいは不履行が生じた場合、弊社は、書面によってご購入者に通知することにより、販売を取り消すことがあります。

第11条 合意管轄裁判所

本販売規約に関して紛争が生じたときは、富山地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。