

SARTORIUS

Standard Terms and Conditions of Sales of Goods and Services for Brazilian entities

Para contratos nacionais, a versão em português dos TCG (páginas 19 a 38) prevalecerá em caso de divergência entre o texto em inglês e o português. Para contratos de natureza internacional, a versão em inglês (páginas 1-18) deve prevalecer.

For domestic contracts, the Portuguese version of the GTC (pages 19-38) shall prevail in the event of divergence between the Portuguese and English text. For contracts of a cross-border nature, the English-language version (pages 1-18) shall take precedence.

PART I- GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1) ACCEPTANCE, SCOPE AND STRUCTURE OF THESE TERMS

- a) These general terms and conditions of sale ("GTC") apply to the sale of the Goods (as hereinafter defined) and Services (as hereinafter defined) as set out in the Quotation provided by the Sartorius selling entity ("Sartorius"), to which these terms are appended (the "Quotation"). The Quotation defines the Price, Delivery and any other special conditions which will apply. Sartorius shall supply and the Customer (as hereinafter defined) agrees to purchase the Goods and (if applicable) the Services in accordance with and on the basis of these GTC which together with the Specifications (as hereinafter defined) and the Quotation constitutes the "Agreement".
- b) The Agreement comprise the entire agreement between the parties, and supersede all prior or contemporaneous understandings, agreements, negotiations, representations and warranties, and communications, both written and oral. This Agreement prevails over any of Customer's general terms and conditions of purchase regardless whether or when Customer has submitted such other terms. Fulfilment of Customer's order does not constitute acceptance of Customer's terms and conditions and does not serve to modify or amend this Agreement.

- c) These GTC contain three (3) parts (each, a "Part" and collectively the "Parts"). Part I contains "General Terms and Conditions," which shall be applicable to all sales of Goods and Services. Part II of this Agreement contains "Terms and Conditions for Sale of Goods," which shall be applicable to the sales of Goods, as the case may be, in addition to the provisions of Section I. Part III of this Agreement contains "Terms and Conditions Sale of Services," which shall be applicable to sales of Services, as the case may be, in addition to the provisions of Section I.
- d) Any of the following shall constitute Customer's unqualified acceptance of these GTC: (i) written acknowledgement of these GTC; (ii) issuance or assignment of a purchase order for the Good(s) or Services thereunder; (iii) acceptance of any shipment or delivery of Good(s) or provision of Services thereunder; (iv) payment for any of the Good(s) or Service(s); (v) the date when Customer has downloaded or installed a Software or (vi) any other act or expression of acceptance by Customer. Notwithstanding anything herein to the contrary, if a written contract signed by both parties is in existence covering the sale of the Goods or Services covered by the Quote, the terms and conditions in such contract shall prevail to the extent they are inconsistent with these GTC.
- e) These GTC shall only apply vis-à-vis commercial customers and with respect to commercial transactions.
- f) No variation to these GTC shall be binding unless agreed in Writing between the authorized Representatives of the Customer and Sartorius.

2) DEFINITIONS

In these GTC:

"Affiliate" means any individual or entity directly or indirectly (i) controlling, (ii) controlled by, or (iii) under common control with the ultimate parent company of such Party. For purposes of this definition, "control" means the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding voting rights, or the right to control the policy decisions of the respective entity.

SARTORIUS

"Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or any day which is a federal legal holiday or any day on which banking institutions are authorized or required by law or other governmental action to close.

"Confidential Information" means any information disclosed in writing, orally, electronically or in any other form (tangible or intangible) that is confidential or proprietary in nature concerning the other Party and/or its Affiliates, including, without limitation, any details of its business, affairs, customers, clients, suppliers, plans, strategy or products (either existing or under development).

"Consumables" mean the disposable supplies or consumable products which Sartorius is to supply in accordance with this Agreement.

"Customer" means the person or entity who accepts the Quotation of Sartorius for the sale of the Goods or Services, or whose order for the Goods or Services is accepted by Sartorius.

"Delivery Location" means the location specified in the Quotation to which Sartorius shall procure the delivery of the Goods.

"Equipment" shall mean the equipment for the biopharmaceutical, chemical, food and beverage industries and academic sector, which Sartorius is to supply and install in accordance with the Quotation and the Agreement.

"Force Majeure" means any event outside the reasonable control of either Party and shall include, without limitation, war, threat of war, revolution, terrorism, riot or civil commotion, strikes, lockout or other industrial action, blockage or embargo, acts of, or restrictions imposed by Government or public authority (including but not limited to shelter-in-place orders), failure of supply of water, power, fuels, transport, equipment or other deliverables or services, explosion, fire, radiation, flood, natural disaster or adverse weather conditions, pandemic, epidemic, or Acts of God.

"Goods" means the goods (including any instalment of the goods or any parts for them) which Sartorius is to supply in accordance with this Agreement and shall include, where the context so requires, Consumables, Equipment, Instrument, System, and/or Software.

"Goods Warranty Period" shall mean the period which begins on the Goods delivery date to the Delivery Location and ends one (1) year after the delivery date;

or, in the case of Consumable, ends the earlier of: (i) one (1) year after the delivery date; or (ii) the expiration of the shelf life of such Consumable. If the Goods delivered are devices Sartorius or its contractors installs at the Customer site, the warranty period starts at the time of completion of installation, but in no event later than two (2) months after delivery.

"GTC" means the standard terms and conditions set out in this document and (unless the context otherwise requires) includes any special terms and conditions agreed in writing between the Customer and Sartorius.

"Intellectual Property" means patents, patent applications, designs, Inventions (as hereinafter defined), invention disclosures, trade secrets, know-how, registered and unregistered copyrights, works of authorship, computer software programs, data bases, trademarks, service marks, trade names and trade dress and any similar proprietary rights and any licenses or user rights related to the foregoing.

"Invention" means any new device, design, product, computer program, article, method, process, or improvement or alteration thereon, whether or not patentable, copyrightable, and protectable under any applicable mask works law, protectable as a trade secret or protectable under any similar law.

"Object to Be Serviced" means any object on which the Services are to be performed, including, but not limited to, Goods.

"Price" means the price for the Goods determined in accordance with the Quotation and "Prices" shall be interpreted accordingly.

"Quotation" means the Quotation prepared by Sartorius and issued to the Customer.

"Representatives" means Sartorius and Customer's respective employees, agents, consultants, officers, subcontractors and Affiliates

"Services" means the repairs, preventative maintenance, relocations, retrofits, upgrades, installations, calibrations and validation services, together with any spare parts utilized in connection with the foregoing, in connection with Goods and other objects.

"Services Warranty Period" means the period which begins on the day of completion of performance the Services and ends ninety (90) days later or such longer period as may be specified by Sartorius to Customer in Writing in the Quotation.

SARTORIUS

"Software" means any proprietary software developed by Sartorius to implement the specified functionality but excludes operating systems, networking software, standard database packages, standard peripheral interface software and any third-party software.

"Specification" means the description of the Goods and Services and attached to the Quotation or otherwise provided to the Customer by Sartorius in Writing.

"System" means Goods which includes the physical equipment Sartorius is to supply in accordance with this Agreement together with (to the extent applicable) the Software and any other deliverables specified in the Quotation.

"Term" means the period beginning on Customer's unqualified acceptance of these GTC, through the earlier of: (i) the time period set forth in the Quotation or (ii) as set forth in the key code if Sartorius is licensing a Software

"Writing" means any written communication by letter or by e-mail.

Any reference in these GTC to any provision of a statute shall be construed as a reference to that provision as amended, re-enacted or extended at the relevant time.

The headings in these GTC are for convenience only and shall not affect their interpretation.

3) BASIS OF THE SALE

- a) Sartorius shall sell and the Customer shall purchase the Goods or Services in accordance with any written Quotation of Sartorius which is accepted by the Customer, or any written order of the Customer which is accepted in Writing by Sartorius, subject in either case to these GTC, which shall govern the Agreement to the exclusion of any other terms and conditions subject to which any such Quotation is accepted or purported to be accepted, or any such order is made or purported to be made, by the Customer. Oral agreements shall only become valid when Sartorius confirms the same in Writing.
- b) Sartorius's employees or agents are not authorized to make any representations concerning the Goods or Services unless confirmed by Sartorius in Writing. In entering into the Agreement, the

Customer acknowledges that it does not rely on, and waives any claim for breach of any such representations which are not so confirmed.

- c) Any advice or recommendation given by Sartorius or its employees or agents to the Customer or its employees or agents as to the storage, application or use of the Goods which is not confirmed in Writing by Sartorius is followed or acted upon entirely at the Customer's own risk, and accordingly Sartorius shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Marketing and other promotional material relating to the Goods or Services are illustrative only and do not form part of the Agreement. The Customer agrees that, in submitting an order, it has not relied on any representation or statements by Sartorius other than those expressly set out in the Agreement.
- d) Any typographical, clerical or other error or omission in any sales literature, Quotation, price list, acceptance of offer, invoice or other document or information issued by Sartorius, including Sartorius's website, shall be subject to correction without any liability on the part of Sartorius.

4) ORDERS

- a) Sartorius does not represent, warrant or undertake that all of the Goods will be available for order at all times, or until an order is accepted, that Sartorius can supply the volumes requested.
- b) No order which has been accepted by Sartorius may be cancelled by the Customer except with the agreement in Writing by Sartorius and on terms that the Customer shall indemnify Sartorius in full against all loss (including loss of profit), costs (including the cost of all labour and materials used), damages, charges and expenses incurred by Sartorius as a result of cancellation.
- c) Sartorius' Quotation that do not include any acceptance deadline may be revoked by Sartorius unless Sartorius receives written confirmation of acceptance by the Customer within three (3) weeks with effect from the Quotation date.

SARTORIUS

5) PRICE

- a) The Price shall be as stipulated in the Quotation, or in the event of the Quotation being silent on the matter, in accordance with the then current list prices of Sartorius.
 - b) Except as otherwise stated under the terms of any Quotation and unless otherwise agreed in Writing between both the Customer and Sartorius, all Prices are given by Sartorius on a CPT INCOTERMS 2020 basis. The Customer shall be liable to pay Sartorius's charges for transport, packaging, freight and insurance.
 - c) All Prices are exclusive of Value Added Tax (or equivalent sales tax) sales, withholding or other tax (other than income tax to which Sartorius may be subject), which shall be payable in addition by the Customer. If any amount due under the Agreement is subject to such Value Added Tax, sales, withholding or any other tax which has the effect of reducing the amount of money which Sartorius would have been entitled to receive or retain from the Customer under the Agreement but for such tax, the Customer will, at Sartorius's request, pay to Sartorius such additional sum at the rate for the time being prescribed by law for that tax.
 - d) Regardless of the price that is stated in the Quotation, if, by the date the Goods leave Sartorius headquarters there is a change in the current tax legislation, the price will be modified so as to reflect such change proportionally.
 - e) The Price set forth in the Quotation includes the cost of labor, travel and parts, provided that the Service is performed during the hours covered in these GTC. Charges for services or goods not covered by the Agreement will be invoiced separately at the time of occurrence or delivery and at the prevailing rates.
- a) Subject to any additional or other terms agreed in Writing by Customer and Sartorius, Sartorius shall be entitled to invoice Customer for the Price of the Goods and Services on or at any time after delivery of the Goods or performance of the Services. Notwithstanding the foregoing, in the event the Goods are to be picked up by the Customer or the Customer does not accept delivery of the Goods in accordance with the Quote, in addition to the Price outlined in the Quotation, Sartorius shall be entitled to invoice the Customer for:
 - i) a stocking fee, which may amount ten per cent (10%) of the Price, per month and for a maximum of two (2) months, after Sartorius has first notified the Customer that the Goods are ready for collection or (as the case may be) Sartorius has tendered delivery of the Goods;
 - ii) the Price of the Goods if, two months after Sartorius has first notified the Customer that the Goods are ready for collection or (as the case may be) Sartorius has first tendered delivery of the Goods, the Goods are still stored by Sartorius.
 - b) The Customer shall pay the Price in the invoicing currency within 30 days of the date of Sartorius's invoice, subject to credit, notwithstanding that delivery or performance may not have taken place and the property in the Goods has not passed to the Customer.
 - c) If the Customer fails to make any payment on the due date then, without prejudice to any other right or remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled to: (i) cancel the Agreement or suspend any further deliveries or performance to the Customer; and (ii) charge the Customer interest (both before and after any judgement) on the amount unpaid, at highest rates allowed by the law governing this Agreement, until payment in full is made, plus a 2% charge on the total debt, as a late payment penalty. Interest will accrue on a daily basis and apply from the due date for payment until actual payment is made in full, whether before or after judgement.

6) TERMS OF PAYMENT

- d) Without prejudice to paragraph c above, in the event of non-payment of any invoice, Sartorius reserves the right to unilaterally invalidate the

SARTORIUS

payment terms previously agreed (such as payment in installments), and may charge the full amount of the transaction, upon the early maturity of all installments.

- e) All payments shall be paid in full and cleared funds without any deduction or set-off or counter claim in accordance with the payment terms on the Quotation.
- f) Before canceling the payment terms, as provided for in paragraph "d" above, Sartorius will notify the Customer to make the payment within 7 (seven) business days in addition to taking the appropriate legal measures to obtain his credit, it being understood that a default of more than 15 days will cause the Customer's data to be sent to credit protection agencies, regardless of prior notification in this sense.
- g) After a 30-day delay, Sartorius will send Customer's information to a specialized collection company, which may result in an additional charge of 20% as fees.
- h) Sartorius may require from the Customer that the latter provide as security for payment, two (2) weeks before the delivery date, an irrevocable and confirmed letter of credit, a banker's bond or a bank guarantee. The assertion of any rights of retention or offsetting any Customer counterclaims that are not acknowledged by Sartorius, have not been established by final court decision and are not yet ready for a decision in a legal dispute shall not be permitted.
- i) Sartorius is not obliged to accept any checks or bills of exchange as method of payment. Acceptance of such payment methods must be agreed upon beforehand and shall occur in any case only on account of performance and will not be considered as performance in full discharge of an obligation. Any related costs will be borne by Customer. Credit notes from checks and bills of exchange will occur by deducting any costs and subject to receipt at the value on the day Sartorius has access to the equivalent value.

7) LIABILITY

- a) Except in respect of death or personal injury caused by Sartorius's negligence, Sartorius shall not be liable to the Customer by reason of any representation, or any implied warranty, condition or other term or any duty, or under the express terms of the Agreement, for any consequential loss or damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (and whether caused by the negligence of Sartorius, its employees, Affiliates or agents or otherwise) which arise out of or in connection with the execution of the Agreement, except as expressly provided in these Conditions.
- b) Sartorius shall not be liable for the correct choice of Goods for the purpose intended in the individual case and for the correct linkage of such Goods to one another or to items of the Customer. This shall be the sole responsibility of the Customer or of such person who links and installs the Goods on behalf of Customer. Sartorius disclaims any and all liability for faulty and/or false connections of Goods and for any use that is non-compliant to applicable law in the country of use.
- c) Sartorius shall not be liable to the Customer or be deemed to be in breach of the Agreement by reason of any delay in performing, or any failure to perform, any of Sartorius's obligations under the Agreement, if the delay or failure was due to any Force Majeure event.
- d) To the fullest extent permitted by law, and notwithstanding anything contained in the Agreement to the contrary, Sartorius's total aggregate liability under, or in connection with this Agreement, whether arising in tort (including negligence), contract or in any other manner will not exceed, in total, the lesser of: i) Customer actual direct damages; or ii) the Price which Customer has paid Sartorius for the Goods or Services giving rise to such claim.
- e) Without prejudice to clause 7(i) Sartorius shall not be liable to the Customer for any (i) loss of profit or

SARTORIUS

revenues; (ii) loss of or damage to data or information systems; (iii) loss of contract or business opportunities; (iv) loss of anticipated savings; (v) loss of goodwill; or (vi) any indirect, special or consequential loss or damage.

- f) Neither Party will be liable to the other for any breach of this Agreement to the extent that such breach is caused by a breach of this Agreement by the other Party.
- g) Sartorius shall have no liability whatsoever for any damages suffered, directly or indirectly, by any person as a result of (i) the operation or the use of Goods in combination with any other hardware or software not supplied by Sartorius; (ii) any modification to the Goods or any of its components, including without limitation, the Software, made by the customer or any third party; (iii) use of any third party software provided by Sartorius hereunder; and/or (iv) any words, description, trademarks, devices and other matters printed on the Goods at the Customer's request or in accordance with the Customer Specification.
- h) In the event that the Goods supplied under this Agreement are Goods which form a System, the Customer shall indemnify and hold Sartorius harmless from and against any claim or threatened claim for damages, penalties, costs and expenses (including reasonably attorneys' fees) arising, directly or indirectly from (i) the manufacture, use, sale, distribution, marketing or commercial exploitation of any pharmaceutical product or other substance or derivation by the Customer using the System; or (ii) modification of the System by the Customer or any third party.
- i) Save where Sartorius or its Representatives are negligent, the Customer shall hold Sartorius and its Representatives harmless from all claims against Sartorius brought by the Customer's own Representatives resulting from personal injury or death or loss of property which arise whilst at Sartorius' premises or while the Customer's Representatives are interfacing with, or assisting Sartorius in its work (if any) at the Customer's site.

8) TERMINATION

- a) This Agreement may be terminated immediately by either Party serving notice in writing to the other Party where the other Party: (i) commits a material breach of this Agreement and such breach, if remediable, is not remedied within twenty (20) Business Days of receiving written notice to do so; or (ii) becomes insolvent or becomes the subject of any proceeding under any bankruptcy, insolvency or liquidation law, or is otherwise unable to pay its debts as they generally become due; or (iii) becomes subject to property attachment, court injunction or court order which has a material adverse effect on its operations; or (iv) makes an assignment for the benefit of its creditors otherwise than pursuant to the provision of finance or credit in the ordinary course conduct of its ongoing business or is petitioned into bankruptcy; or (v) conducts a material change in its management or control.
- b) If this clause applies then, without prejudice to any other right or remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled to cancel the Agreement or suspend any further deliveries or performances under the Agreement without any liability to the Customer, and if the Goods have been delivered and/or the Services performed but not paid for, the Price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement or arrangement to the contrary.

9) INDEMNIFICATION

- a) Customer agrees to indemnify, defend and hold harmless Sartorius from and against any and all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and court costs, resulting from or arising in connection with (i) any claim of infringement of any patent or other proprietary rights of any person or party to the extent that the Goods were manufactured pursuant to Specifications supplied or required by Customer; or (ii) any and all actual or alleged injuries to, or deaths of, persons and any and all damage to, or destruction of, property arising directly or indirectly

SARTORIUS

from or relating to the Goods sold pursuant to the Agreement, or any products or items manufactured using such Goods, or relating to the products items or equipment serviced under the Agreement, except for such costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines which directly are caused by or result from Sartorius' willful misconduct or gross negligence; or (iii) the negligence and/or willful misconduct of Customer, its employees or agents.

- b) Sartorius agrees to defend and indemnify Customer and hold Customer harmless from and against any and all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and court costs, resulting from or arising in connection with the negligence and/or willful misconduct of Sartorius, its employees or agents.

10) INSURANCE

The Customer shall maintain, at its own cost and expense, comprehensive general liability insurance, including product liability insurance, property damage insurance, public liability insurance, completed operations insurance and contractual liability insurance and maintain such coverage and limits in commercially reasonable amounts. Customer shall further maintain, at its own cost an expense, workmen's compensation insurance and any other insurance required by law, in commercially reasonable amounts. Customer shall, promptly upon Sartorius' written request, furnish to Sartorius certificates of insurance evidencing the coverages, limits and expiration dates of the respective insurance policies.

11) COMPLIANCE REQUIREMENTS

- a) The Customer and Sartorius shall comply with all applicable national and international laws and regulations, in particular the applicable export control regulations and sanction programs. The Customer also agrees not to export, re-export or transfer any software or technology developed with or using information, software or technology offered by Sartorius, in violation of any applicable laws or regulations of the competent authorities.

Further, the Customer shall neither use any Goods, Service, information, Software and technology offered by Sartorius in or in connection with nuclear technology or weapons of mass destruction (nuclear, biological or chemical) and carriers thereof nor supply military consignees.

- b) Goods and Services may be subject to international and national export restrictions. Acceptance and delivery of the order will be done in strict compliance with the appropriate legal provisions and embargo regulations. Acceptance and execution of orders for Goods requiring approval is subject to the issue of applicable export licenses by the relevant country authorities . In case Goods require approval, Sartorius requires an appropriate End-User-Declaration from the end user stating the precise use of the Goods and including an informative company profile. Goods will be supplied exclusively for civil and peaceful purposes. With the purchase order, the Customer agrees to comply with all applicable laws and to provide all requested information and data in a timely manner to obtain the necessary documents.
- c) Pharmaceuticals, Cosmetics, Food: For Customers in pharmaceutical, cosmetic and/or food industries, it is expressly understood and agreed that Customer shall be solely responsible for complying with laws, regulations and practices applicable to its industry, including but not limited to medical requirements, general manufacturing practice guidelines and applicable laws, orders and other provisions.
- d) Data protection: Sartorius will request, process and use personal data from Customer to manage Customer' requests, claims, orders or repairs and for the continuing relationship management to Customer. Some of those data processing activities are handled on behalf of Sartorius by Sartorius Corporate Administration GmbH, Germany, its Affiliates or external service providers. These companies may be based worldwide, including areas outside Brazil and the European Union. For all cases involving a transfer of personal data, Sartorius will ensure compliance with data protection regulations. Furthermore, Sartorius will

SARTORIUS

transfer these data to authorities, if there is an existing legal obligation for Sartorius to do so. Individuals have the right to access their data processed by Sartorius and have such data updated. Subject to the legal requirements of data protection laws, individuals may also require that their data be deleted or blocked. For further information see Sartorius' data protection policy posted at <https://www.sartorius.com/en/data-protection>.

- e) Anti Corruption Laws, U.S. Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act: Customer acknowledges that: (a) Sartorius may be subject to the provisions of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the United States of America, 91 Statutes at Large, Sections 1495 et seq. (the "FCPA"); and, (b) Sartorius may be subject to other bribery and corruption laws, including without limitation the UK Bribery Act and local laws for the jurisdictions covered thereunder.

Customer further acknowledges that it is familiar with the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act and applicable local bribery and corruption laws, and shall not take or permit any action that will either constitute a violation under, or cause Sartorius to be in violation of, the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act or applicable local bribery and corruption law.

12) MISCELLANEOUS

- a) Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these GTC shall be in Writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.
- b) No waiver by Sartorius of any breach of the Agreement by the Customer shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.
- c) If individual provisions of these GTC are or become fully or partially ineffective, the remaining provisions of the GTC shall not be affected thereby.

This also applies if an unintended omission is found in the Agreement. A fully or partially ineffective provision shall be replaced or an unintended omission in the GTC shall be filled by an appropriate provision which, as far as is legally possible, most closely approximates to the original intention of the contractual parties or to what they would have intended according to the meaning and purpose of these GTC had they been aware of the ineffectiveness or omission of the provision(s) in question.

- d) The Agreement shall be governed by the laws of Brazil, excluding its provisions governing conflicts of laws. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) of 11.04.1980 shall not apply.
- e) In the event the Customer is located in Brazil, any disputes under this Agreement must be brought before the ordinary local courts of São Paulo/SP, Brazil, and the Parties hereby consent to the personal jurisdiction and exclusive venue of these courts. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the Customer's place of jurisdiction.
- f) In the event the Customer is located outside Brazil, all dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or its validity shall be finally settled according to the ICC Rules of Conciliation and Arbitration, without recourse to the ordinary courts of law (except as regards interlocutory relief). The place of arbitration is the place of the registered office of Sartorius. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the place where the Customer has its headquarters. The arbitral proceedings are to be held in the English language.
- g) Each party undertakes that (i) it will keep any Confidential Information confidential and it will not use or disclose the other Party's Confidential Information to any persons except that it may disclose such Confidential Information to any of its Representatives who need to know the same for the purposes of performing any obligation under

SARTORIUS

this Agreement, provided that such party must ensure that each Representative to whom Confidential Information is disclosed is aware of its confidential nature and agrees to comply with this clause as if it were a party; (ii) disclose any Confidential Information as may be required by law, any court or governmental regulatory or supervisor authority or any other authority of competent jurisdiction.

- h) Orders are not assignable or transferable, in whole or in part, without the express written consent of Sartorius.
- i) Any marketing, promotion or other publicity material, whether written or in electronic form, that refers to Sartorius, its Affiliates, its products, or to these GTC must be approved by Sartorius prior to its use or release.
- j) Sartorius, or its Affiliates, is the owner of certain proprietary brand names, trademarks, trade names, logos and other intellectual property. Except as otherwise expressly permitted by Sartorius, no use of Sartorius's or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other intellectual property is permitted, nor the adoption, use or registration of any words, phrases or symbols so closely resembling any of Sartorius' or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other intellectual property as to be apt to lead to confusion or uncertainty, or to impair or infringe the same in any manner, or to imply any endorsement by Sartorius of another entity's products or services.
- k) Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the parties or to make either party the agent of the other party for any purpose. Furthermore, each of the parties shall remain solely responsible for its own acts, statements, engagements, performances, products (in the case of Sartorius subject to the other terms of these GTC in relation to the Goods and Services), and personnel.
- l) Nothing in this document is intended to create any rights in third parties against Sartorius.

PART II- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF GOODS

If Customer is purchasing Goods from Sartorius, the following provisions shall exclusively apply in relation to the sale of Goods, and Goods only, in addition to the provisions of Part I of these GTC:

13) SPECIFICATIONS

- a) The Customer shall be responsible to Sartorius for ensuring the accuracy of the terms of any order (including any applicable Specification) submitted by the Customer ("Customer Specification"), and for giving Sartorius any necessary information relating to the Goods within a sufficient time to enable Sartorius to perform the Agreement in accordance with its terms.
- b) The quantity, quality and description of and any Specification for the Goods shall be those set out in Sartorius' Quotation.
- c) If the Goods are to be manufactured or any process is to be applied to the Goods by Sartorius in accordance with a Customer Specification submitted by the Customer, the Customer shall indemnify Sartorius against all loss, damages, costs and expenses awarded against or incurred by Sartorius in connection with or paid or agreed to be paid by Sartorius in settlement of any claim for infringement of Intellectual Property Rights of any other person which results from Sartorius' use of the Customer's Specification.
- d) Sartorius reserves the right to make any changes (i) in the Specification or, if applicable Customer Specification of the Goods which are required to conform with any applicable safety or other statutory requirements; and/or (ii) where the Goods are to be supplied to Sartorius's Specification, to the components, functionality or performance characteristics of the Goods supplied under an order already in place, provided that the Goods continue to conform in all material respects

SARTORIUS

with the Specification or Customer Specification in force at the time of the order.

14) DELIVERY

- a) The Goods will be delivered to the Delivery Location on or before the dates specified in the Quotation. Sartorius notify the Customer in Writing as soon as reasonably practicable on becoming aware that a delay in delivery is likely and will provide a revised estimate, if possible. The Goods may be delivered by instalments. Any delay in delivery or defect in an instalment will not entitle the Customer to cancel any other instalment or the Agreement. Unless the Parties otherwise agree, packaging material is to be disposed of by the Customer at the Customer's expense.
- b) Sartorius will use its reasonable endeavors to meet delivery dates but such dates are approximate only and time of delivery is not of the essence and Sartorius shall not be liable for any delay in delivery of the Goods howsoever caused. The Goods may be delivered by Sartorius in advance of the quoted delivery date upon giving reasonable notice to the Customer.
- c) The Customer acknowledges that any variance in the quantities of the Goods ordered up to 10% more or 10% less than the quantity ordered will not be regarded as a failure of Sartorius to supply the Goods ordered, provided that Sartorius will only invoice the Customer for, and the Customer will only be obliged to pay for, the quantity actually delivered.
- d) If Sartorius is entirely unable to deliver the Goods for any reason other than any cause beyond Sartorius's reasonable control or the Customer's fault, and Sartorius is accordingly liable to the Customer, Sartorius's liability shall be limited to the Price of the Goods that Sartorius failed to deliver.

15) RISK AND PROPERTY

- a) Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to the Customer: (i) in the case of Goods to be provided at Sartorius's premises, at the time when

Sartorius notifies the Customer that the Goods are available for collection; or (ii) in the case of Goods to be delivered otherwise than at Sartorius's premises, at the time of delivery or, if the Customer wrongfully fails to take delivery of the Goods, the time when Sartorius has tendered delivery of the Goods.

- b) Notwithstanding delivery and the passing of risk in the Goods, or any other provision of these Conditions, the property in the Goods shall not pass to the Customer until Sartorius has received in cash or cleared funds payment in full of the Price of the Goods.
- c) Until such time as the property in the Goods passes to the Customer, the Customer shall hold the Goods as Sartorius's fiduciary agent and bailee, and shall keep the Goods separate from those of the Customer and third parties and properly stored, protected and insured and identified as Sartorius's property and take all reasonable care of the Goods and keep them in the condition in which they were delivered and inform Sartorius immediately if it becomes subject to any insolvency type event and permit, upon reasonable notice, Sartorius to inspect the Goods during the Customer's normal business hours and provide Sartorius with such information concerning the Goods as Sartorius may request from time to time. Until such time as the Customer becomes aware or ought reasonably to have become aware that an insolvency type event has occurred or is likely to occur, the Customer shall be entitled to resell or use the goods in the ordinary course of its business, but shall account to Sartorius for the proceeds of sale or otherwise of the Goods, whether tangible or intangible, including insurance proceeds, and shall keep all such proceeds separate from any moneys or property of the Customer and third parties and, in the case of tangible proceeds, properly stored, protected and insured. If the Customer resells the Goods in accordance with the foregoing, title shall pass to the Customer immediately prior to the resale. If, at any time before title to the Goods has passed to the Customer, the Customer informs Sartorius, or Sartorius reasonably believes, that the Customer has or is likely to become subject to an

SARTORIUS

insolvency type event, Sartorius may (i) require the Customer to re-deliver the Goods to Sartorius (at the expense of the Customer if so requested by Sartorius); and/or (ii) if the Customer fails to do so promptly, enter any premises where the Goods are stored and repossess them.

- d) Until such time as the property in the Goods passes to the Customer (and provided the Goods are still in existence and have not been resold), Sartorius shall be entitled at any time to require the Customer to deliver up the Goods to Sartorius and, if the Customer fails to do so forthwith, to enter upon any premises of the Customer or any third party where the Goods are stored and repossess the Goods.
- e) The Customer shall not be entitled to pledge or in any way charge by way of security for any indebtedness any of the Goods which remain the property of Sartorius, but if the Customer does so all moneys owing by the Customer to Sartorius shall (without prejudice to any other right or remedy of Sartorius) forthwith become due and payable.

16) WARRANTIES AND REMEDIES

- a) Subject to the conditions set out herein, Sartorius warrants that the Goods will correspond with their Specification at the time of delivery and will be free from defects in material and workmanship during the Goods Warranty Period. Sartorius will at its option repair, replace or refund the Price of the Goods that do not comply with this clause 16(a) provided that the Customer serves a written notice on Sartorius (i) in the case of defects discoverable by a physical inspection not later than five (5) Business Days from the arrival of the Goods at the Delivery Location; or (ii) in the case of latent defects, within a reasonable period of time from arrival of the Goods at the Delivery Location that some or all of the Goods do not comply with this clause 16(a) and identifying in sufficient detail the nature and extent of the defects and complying with any returns policy of Sartorius that may be notified to the Customer from time to time. The Customer will be deemed to accept the Goods if it

does not notify Sartorius of any failure of the Goods to comply with this clause 16(a) within the time periods set out above.

- b) The above warranty is given by Sartorius subject to the following conditions: (i) Sartorius shall be under no liability in respect of any defect in the Goods arising from any drawing, design or Customer' Specification supplied by the Customer; and (ii) Sartorius shall be under no liability in respect of any defect arising from fair wear and tear, willful damage, negligence, abnormal working conditions, failure to follow Sartorius's instructions (whether oral or in writing) as to storage, installation, commissioning, use or maintenance of the Goods or good practice in relation to the storage, installation, commissioning, use or maintenance of the Goods, misuse or alteration or repair of the Goods without Sartorius's approval; (iii) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) if the total Price for the Goods has not been paid by the due date for payment; (iv) the above warranty does not extend to parts or materials not manufactured by Sartorius, in respect of which the Customer shall only be entitled to the benefit of any such warranty or guarantee as is given by the manufacturer to Sartorius; (v) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) where the Customer uses any Goods after notifying Sartorius that such Goods do not comply with clause 16(a) hereof; (vi) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) where such failure arises as a result of damage or loss which occurs after risk in the Goods has passed to the Customer.
- c) Subject as expressly provided in these GTC, all warranties, conditions or other terms implied by statute or law are excluded to the fullest extent permitted by law. Except as set out in this Section 16, Sartorius gives no warranty or condition and makes no representation in relation to the Goods.

17) INTELLECTUAL PROPERTY

SARTORIUS

- a) Notwithstanding any other provision of this Agreement or termination or expiration of this Agreement, Sartorius shall own all right, title, and interest in and to all Intellectual Property related to the Goods owned or controlled by Sartorius as of the Quotation date, and all Intellectual Property that is developed by Sartorius after its written confirmation of the order, provided, that it does not exclusively rely upon or materially utilize: (i) the Confidential Information of Customer; or (ii) Intellectual Property owned by Customer. Except as otherwise expressly provided herein to the contrary, these GTC do not transfer, assign, lease or license to Customer, or otherwise provide Customer with any rights or interests in or to any Intellectual Property owned by Sartorius. Procurement and maintenance of copyright or Intellectual Property related to the Goods or any other proprietary rights relating to any technology, including any Invention owned by Sartorius shall be carried out or pursued at the discretion and expense of Sartorius.
- b) Should the Goods, or any part thereof, become, or in Sartorius's opinion be likely to become, the subject of any claim of infringement, the Customer shall permit Sartorius, at Sartorius's option and expense, to either (i) procure for the Customer the right to continue using the same; or (ii) replace or modify the Goods (or the affected parts or elements thereof) to render it or them non-infringing, provided that such replacement and/or modification do not materially affect the functionality or efficiency of the Goods. Sartorius's obligations under this clause will not apply to Goods modified or used by the Customer other than in accordance with the Agreement or Sartorius' instructions. The Customer will indemnify Sartorius from and against all losses, damages, liability, costs and expenses incurred by Sartorius in connection with any claim arising from such modification or use.
- c) In relation to trademarks affixed to or incorporated within the Goods, use of the trademarks will be in accordance with this Agreement and with Sartorius's (or licensor's) brand guidelines (if any) supplied to the Customer from time to time and all

goodwill associated with the use of trade marks will accrue to the benefit of Sartorius (or its licensor) and at the request of Sartorius, the Customer will at its own cost, sign all documents and do all things necessary to assign such goodwill to Sartorius or Sartorius's licensor as the case may be. The Customer undertakes not to apply to register or register the same trademark or any confusingly similar mark or procure or assist someone else to do so and except to the extent authorised by Sartorius in writing, the Customer will not alter or remove such trademark from the Goods.

18) SYSTEMS AND SOFTWARE

If Customer is licensing Software from Sartorius, including software licensed in connection with the purchase of any Goods and any and all other software or firmware embedded in, loaded on, or otherwise associated with the purchased Goods, the following additional provisions shall apply:

- a) Sartorius grants Customer the non-exclusive right and license to use the copy of the Software in object form that is on the readable computer media provided to Customer by Sartorius.
- b) The Software and related copyrights are owned by Sartorius, by an Affiliate of Sartorius, and/or by certain suppliers of Sartorius and its Affiliates, and title to the Software in general or respective copyrights shall not pass to Customer as a result of Customer's use of the Software. The license rights granted herein may not be transferred to another party without the written permission of Sartorius.
- c) The Software is protected by the respective national copyright laws and international treaties and Customer shall not copy it or allow it to be copied except that Customer has the right to (i) make such copies that are necessary for the use of the Software by Customer in accordance with its intended purpose, including for error correction, (ii) to duplicate the Software for backup or archival purposes and to transfer the Software to a backup computer in the event of computer malfunction, or (iii) observe, study or test the functioning of the Software in order to determine the ideas and principles which underlie any element of Software

SARTORIUS

if Customer does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the Software which he is entitled to do.

- d) Customer shall (i) not use the Good and associated documentation for human in-vitro diagnostic applications, (ii) not to use the Software other than with the purchased Goods or for any purpose outside the scope of the application for which it is being provided, and (iii) not cause or permit the reverse engineering, disassembly, decompilation, modification or adaptation of the Software or the combination of the Software with any other software unless, but only to the extent, indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of the Software with other programs provided the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to Customer, and (iv) not move the Software to any country in violation of any applicable import or export control regulations. The Customer undertakes to refrain from removing the manufacturer's markings and in particular, copyright notices or to change these without the prior written consent of Sartorius. All other rights in and to the Software and the documentation, including copies thereof shall remain with Sartorius. The Customer is not entitled to sublicense the Software.
- e) Customer further understands that its use of the Software shall be subject to the terms of any third party license agreements or notices that are provided to Customer by Sartorius and to the rights of any other third-party owners or providers of software or firmware included in the Software, and Customer shall comply with the terms of such third-party license agreements and rights provided by Sartorius in advance.
- f) The Software is covered by the limited warranties applicable for the System set forth in Section 16 and by no other warranties, express or implied.
- g) Sartorius makes no representation or warranty, express or implied that the operation of the Software or firmware will be uninterrupted or error free or that the functions contained in the Software or firmware will meet or satisfy use outside the agreed Specification. Software or firmware corrections, made during the Goods Warranty Period, are warranted for a period of three (3) months from the date shipped by Sartorius or until expiry of the Goods Warranty Period, whichever is longer.
- h) Failure to comply with any of the terms of this subsection terminates Customer's right to use the Software. Upon termination of such right, Customer must return the disk provided by Sartorius, and any and all copies thereof or of any other Software to Sartorius.
- i) Any replacements, fixes or upgrades of the Software which Customer may hereafter receive from Sartorius or an Affiliate of Sartorius, shall be provided subject to the same restrictions and other provisions contained in this subsection, regardless of whether subsection or these GTC are specifically referenced when Customer receives such replacement, fix or upgrade, unless such replacement, fix or upgrade is provided with a separate license agreement which by its terms specifically supersedes these GTC. The warranty term for any upgrades shall be one (1) year from the date of its delivery to Customer. Any such replacements, fixes or upgrades shall be provided at prices and payment terms as agreed at the time they are provided.
- j) Sartorius shall have no liability for, or any obligations under warranty if any Software or firmware modifications are undertaken by anyone other than Sartorius or its nominees. In addition, Sartorius shall charge for any costs and expenses incurred up to the point of discovery of any such modification, and for all subsequent rectification work necessary to return the Software or firmware to its warranted condition.
- k) The Customer acknowledges that only by reference to and by reason of the aforesaid limitations is Sartorius able or willing to offer Software, System and installations at the Prices.

19) EQUIPMENT

SARTORIUS

If Customer is purchasing an Equipment from Sartorius which is to be installed by Sartorius, the following additional provisions shall apply:

- a) Factory Acceptance Tests ("FAT"): Sartorius will notify the Customer in Writing when the Equipment will be ready for testing at Sartorius' premises. Following such notification, representatives of each party will, at their own expense, attend the Sartorius' premises on a mutually agreed date for the purpose of testing the Equipment in accordance with the applicable Specifications and FAT protocol to be issued by Sartorius and approved by Customer. Sartorius will provide Customer with a certified report of the results of any test. Once the Equipment has been tested pursuant to this clause 19 a), Sartorius will deliver the Equipment on Customer's Delivery Location, on a mutually agreed date.
- b) Site Acceptance Test ("SAT"): Following completion of the installation and commissioning of the Equipment, representatives of Sartorius and Customer shall at their own expense, attend Delivery Location on a mutually agreed date for the purpose of commissioning and acceptance testing the Equipment in accordance with the applicable Specifications and the SAT protocol to be issued by Sartorius and approved by Customer. Sartorius will provide Customer with a certified report of the results of any test. In addition to any remedies that may be provided under these GTC, Sartorius may terminate this Agreement with immediate effect upon written notice to Customer in case the Customer fails to accept the Equipment as per the provisions of the SAT protocol and such delay continues for ten (10) days after Sartorius' receipt of written notice.

PART III- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF SERVICES

If Customer is purchasing Services from Sartorius, the following provisions shall exclusively apply in relation to the sale of Services, and Services only, in addition to the provisions of Part I of these GTC.

20) OBJECT TO BE SERVICED

- a) When the Object to be Serviced has not been purchased from Sartorius, Customer shall inform Sartorius of any existing intellectual property rights concerning the Object to Be Serviced prior to performance of the Services, and Customer shall indemnify Sartorius from any third-party claims concerning such intellectual property rights.
- b) Customer shall assure that any Objects to Be Serviced within the scope of any Service hereunder does not pose any health hazard to Sartorius's agents or employees.
- c) Unless otherwise set forth in the Sartorius' Quotation, the standard service hours under the Agreement shall be Monday to Friday, 08:00 to 17:00 local time at Sartorius' premises, excluding public holidays.

21) INSTALLATION SERVICES

- a) If agreed and detailed in the Quotation, Sartorius shall install the Goods, provided all necessary information relative to the installation of the Goods, in particular the location of installation and all drawings and any other relevant details, including all software interfaces, has been agreed between Sartorius and the Customer in good time to enable the installation to commence. The schedule of necessary information to be provided by each Party shall be agreed by the respective project leaders of each Party within one (1) month of the date upon which Sartorius accepts the Customer's order.
- b) Sartorius shall be entitled to vary the Price to cover any special transport, handling, hoisting costs or other costs of installation and to cover storage or other charges arising from delays by the Customer in preparing the installation site or in providing correct and complete information, instructions, licenses, consents and other times necessary for manufacture, modification, supply, dispatch, delivery or installation of the Goods.
- c) In the event the Goods could not be installed to the location of installation within two (2) months after delivery, due to delays in preparing the installation site, Sartorius shall be entitled to invoice the Customer for the Price of the Goods and Services.

SARTORIUS

- d) In those cases where it has been agreed that Sartorius shall install the Goods, the Customer shall, at its own expense (i) prepare the site; (ii) ensure reasonable working conditions; (iii) provide Sartorius with secure areas for storing materials and installation equipment; (iv) provide proper access to the site; (v) ensure the site is safe and certify the site to be free of chemical and biological hazards; (vi) provide all facilities specified by Sartorius prior to installation, including, without prejudice to the generality of the foregoing, supplying electricity, water, gas, compressed air, data networks, environmental controls, ventilation systems, adequate lifting gear and lighting.
- e) When requested by Sartorius, the Customer will complete and provide permits to work and use best endeavors to facilitate access to the site for Sartorius Representatives outside normal working hours where necessary. Sartorius will use reasonable endeavors, to the extent permissible under applicable law to comply with any special site requirements of which it has prior written notice.
- f) Sartorius reserves the right to refuse to install the Goods where in its opinion the site and/or access has not been prepared or provide as above and shall not be liable for any loss, damage, or additional expense arising from such non-compliance.
- g) Except where Sartorius or its Representatives are negligent, the Customer shall hold Sartorius and its Representatives harmless from and against all claims, losses, damages, penalties and others brought against Sartorius resulting from personal injury or death which arise during installation.

22) SERVICES PERFORMED AT SARTORIUS' FACILITIES

The following shall be applicable with respect to all Objects to Be Serviced at Sartorius' facilities:

- a) Objects to Be Serviced shall be packed and shipped to Sartorius' facilities by Customer at Customer's sole expense, and Customer shall bear

the risk of loss in regard to such shipment to and from Sartorius' facilities. At Customer's request, transportation to and, if necessary, from Sartorius' facilities will be insured against insurable transport risks, e.g., theft, breakage, fire, at Customer's expense. During the time that Service is performed at Sartorius' facilities, no insurance protection is provided by Sartorius. Customer shall ensure that existing insurance coverage is maintained for the Object to Be Serviced, and only upon Customer's express request and at Customer's expense will Sartorius obtain insurance to cover such risks.

- b) Services hereunder shall be considered performed and completed if the Object to Be Serviced has been tested as provided by the Agreement.
- c) In the event that Sartorius is delayed in the performance of any Services as a result of the acts or omissions of Customer and/or its employees, agents or contractors, or if Customer delays the return of the Object to be Serviced following performance and completion of the Services, Sartorius may charge Customer warehouse rent for storage at Sartorius' facilities, or, at Sartorius' discretion, the Object to Be Serviced may be stored elsewhere, and Customer shall bear the costs and the risk of storage at such other location.

23) SERVICES PERFORMED AT CUSTOMER'S FACILITIES

The following shall be applicable with respect to all Objects to Be Serviced at Customer's facilities, or such other non-Sartorius facilities as Customer may indicate:

- a) Customer, at its own expense, shall support Sartorius service personnel in performing the Services hereunder, including ensuring that the Objects to Be Serviced are available for servicing at the time of each scheduled preventive maintenance or emergency service call. Sartorius' service personnel will contact Customer to set a mutually agreeable date and time for each such service visit.
- b) Customer shall take all required measures to protect people and objects on the site where the

SARTORIUS

Services are to be performed, and shall also inform Sartorius' service personnel of any special safety rules and regulations. Sartorius may charge Customer, at its customary rates, for time incurred by Sartorius' service personnel related to any facilities, policies, safety or training required by Customer, unless the foregoing is expressly included in the Price set forth in the Agreement.

- c) Customer undertakes, at its own expense, to: (i) provide the necessary auxiliary staff in the number and for the time required to perform the Services hereunder, if necessary, and Sartorius shall not assume any liability for said auxiliary staff; (ii) perform all construction, foundation and all scaffolding work, including procurement of the building materials required therefor; (iii) provide the required devices and heavy machinery and/or tools as well as the required materials and items for said equipment; (iv) provide heating, lighting, utilities, water, including the required connections and outlets; (v) provide the necessary dry and lockable rooms for storing the service personnel's tools; (vi) protect the site at which the Services are to be performed and the materials located there from damaging effects of any type, and clean the site at which the Services are to be performed; (vii) provide Sartorius' service personnel with suitable and secure lounge and work areas (with heating, lighting, wash facilities, sanitary facilities) and first aid; and (viii) provide materials and take all action that is necessary to adjust the Object to Be Serviced and to perform contractually agreed testing.
- d) Customer shall ensure that the Services can be started without undue delay upon arrival of Sartorius' service personnel and performed without delay. Insofar as special diagrams or instruction manuals are required for the Object to Be Serviced, Customer shall provide these in due time to Sartorius.
- e) For Services to be performed within the scope of commissioning, Customer shall ensure, in particular, that electrical and mechanical installation of the Object to Be Serviced has been completed as a prerequisite to Sartorius' beginning

the Services hereunder, with Customer providing the support set forth hereinabove.

- f) If Customer fails to fulfill any of its obligations in this Section 23, and as a result of such failure, completion of the Services is delayed or Sartorius otherwise is prohibited from performing the Services, then Sartorius shall be entitled to charge Customer, at its customary rates, the costs incurred by Sartorius related to such failure.

24) DEADLINE FOR SERVICES PERFORMANCE

- a) The times indicated as deadlines for the particular Service to be performed under the Agreement are based on estimates and, for this reason, shall not be binding. The Customer may request Sartorius to agree to a binding deadline for performance of the Service(s) hereunder only if the scope of the work and/or Service is exactly defined.
- b) A binding deadline for performance of a Service hereunder shall be considered met if upon expiration thereof the particular Object to Be Serviced is ready to be transferred to the Customer for retrieval, if said Object is to be tested as provided by the Agreement, and/or if the corresponding Service to be performed hereunder has been completed and/or the desired objective of said Service has been achieved.
- c) If additional or extended orders are placed or if Services are additionally required, the agreed deadline for performing the originally ordered Service hereunder shall be extended accordingly.
- d) If any Service to be performed hereunder is delayed in the context of events relating to industrial disputes, in particular strikes and lockouts, or occurrence of circumstances for which the Contractor is not liable, the deadline for performing said Service shall be reasonably extended, insofar as such obstacles are proven to exert significant influence on performance of any Service hereunder; this shall also apply if such circumstances occur after Sartorius has already defaulted on said performance.

SARTORIUS

- e) If the Customer specifies a reasonable deadline, taking into account the legal exceptions, for subsequent performance of Service after said delay has occurred and if this new deadline is not met, the Customer shall be entitled within the scope of the legal provisions, to withdraw from the Agreement. Further claims on account of a delay in performance shall be governed exclusively as defined in Clause 24 d) hereof.

25) ACCEPTANCE

- a) The Customer undertakes to accept the Service performed hereunder, whether in the form of repair, maintenance, commissioning service or other defined Service hereunder. If the Service performed does not conform to this Agreement, Sartorius undertakes to eliminate the defect as defined by Section 28 hereunder, provided that this is possible for the particular Service to be performed. This shall not apply if the defect is minor when assessed in the interest of the Customer or is based on a circumstance for which the Customer is responsible. If there is a minor defect, the Customer may not refuse acceptance.
- b) If acceptance is delayed through no fault of Sartorius, acceptance shall be deemed as having taken place two (2) weeks after Sartorius has notified the Customer of completion of the Service performed hereunder.
- c) Upon acceptance, Sartorius' liability for discernible defects shall lapse, insofar as the Customer does not reserve the right to enforce a claim for a certain defect.

26) TERMINATION

Sartorius shall have the right to terminate the Agreement without any liability, if the Service is related to a Software and the Software or any of its versions will be discontinued. In case such discontinuation is notified to the Customer at a time that this Contract has a remaining term of longer than

six (6) months, the Customer will get a pro-rate refund.

27) WARRANTIES AND REMEDIES

- a) Sartorius warrants that the Services shall be conducted in a good and workmanlike manner in conformity with industry standards, and any parts supplied as part of the Services shall be in accordance with Sartorius' Specifications. Should the Customer request more extensive tests, this shall be agreed in writing and the costs for said extensive tests shall be borne by the Customer.
- b) If any failure to conform to the warranty is reported to Sartorius in writing within the Services Warranty Period, Sartorius, upon being satisfied of the existence of such non-conformity, will correct the same by re-performing the Services. If Sartorius is unable to correct such non-conformity by re-performing the Services, Sartorius may return the Price thereof, or, where appropriate, the portion of the Price of the non-conforming Services that Sartorius is unable to correct. The foregoing shall be Customer's sole and exclusive remedies, and the liability of Sartorius hereunder is expressly limited to re-performance of nonconforming Services or the return of the Price thereof, as the case may be. The warranty set forth in this paragraph shall apply also to parts and to any replacement parts.
- c) This warranty shall be in lieu of all other warranties, express or implied, and all other warranties, express or implied, including without limitation the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are excluded.
- d) This warranty shall also exclude used goods, used spare parts, damage incurred as a consequence of natural wear and tear, inadequate maintenance by anyone other than Sartorius, failure to follow equipment operating instructions, excessive or unsuitable use and improper construction and/or assembly work performed by third parties, and any other external effects and causes over which Sartorius had no control or for which Sartorius was not responsible.

SARTORIUS

- e) Sartorius shall be under no liability under the above warranty if Customer or a third party makes changes or repairs to the Object to Be Serviced hereunder and/or the damage was caused by or attributed to the improper use, negligence, accident or unauthorized service on the Object to Be Serviced by either Customer or any third party (with any authorization to be provided by Sartorius in writing to customer).

28) LIABILITY

- a) If parts of the Object to Be Serviced are damaged through the fault of Sartorius, Sartorius may elect to repair said damage at its own expense or to deliver new replacements. Sartorius' obligation to replace said damaged parts shall be limited to the price at which the particular Service was agreed. As for the remaining provisions, Clause 28 c) shall apply accordingly.
- b) If, through Sartorius' fault, the Customer cannot use the Object to Be Serviced as provided by the Agreement, and this non-use results from failure to provide or the provision of deficient suggestions and or advice, either before or after said Agreement is signed, and other collateral obligations of the Agreement – in particular instructions for operation and maintenance of the Object to Be Serviced, the provisions of Clauses 25 and 27 shall apply accordingly, excluding further customer claims.
- c) In the event of damage that is not sustained by the Object to Be Serviced itself, Sartorius shall be liable, irrespective of the legal reason, only a) in the event of willful intent; b) in the event of gross negligence on the part of the legal representative | entities, directors or executive-level employees; c) in the event of culpable physical injury death and hazards to life and health; d) in the event of defects that it has fraudulently concealed or the absence of which it has guaranteed; e) to the extent that liability is prescribed by the Product Liability Law applicable under the law governing the Agreement, for personal injury resulting from, or property damage to, privately used objects. In the event of culpable breach of material contractual duties, Sartorius shall also be liable in the event of

gross negligence by its non-executive employees and in the event of slight negligence, where the latter case shall be limited to losses that are typically associated with this type of contract and that are reasonably foreseeable. Any further claims shall be excluded.

29) BSL 3 | 4 ENVIRONMENT

Customer shall inform Sartorius in advance of any scheduled service in the event the Object to Be Serviced has been or is located in a BSL3 or BSL4 environment and, at the time of such notice, shall either (i) provide Sartorius with a Declaration of Decontamination and Cleaning of Equipment and Components Form ("Decontamination Form") for such Object to be Serviced, or (ii) inform Sartorius in writing as to why Company is not able to provide such Form to Sartorius. Notwithstanding anything herein to the contrary, Customer acknowledges and agrees that Service on such Object to Be Serviced, which has been or is located in a BSL3 or BSL4 environment, may need to be performed remotely by Sartorius.

SARTORIUS

Termos e Condições Padrão de Venda de Produtos e Serviços para entidades brasileiras

PARTE I- TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

1) ACEITAÇÃO, ESCOPO E ESTRUTURA DESTES TERMOS

- a) Estes termos e condições gerais de venda ("TCG") se aplicam à venda dos Produtos (conforme definido a seguir) e Serviços (conforme definido a seguir), conforme estabelecido na Proposta Comercial fornecida pela entidade vendedora da Sartorius ("Sartorius"), ao qual esses termos são anexados (a "Proposta Comercial"). A Proposta Comercial define o Preço, Entrega e quaisquer outras condições especiais aplicáveis. A Sartorius deve fornecer e o Cliente (conforme definido a seguir) concorda em comprar os Produtos e (se aplicável) os Serviços de acordo com e baseado nestes TCG que, juntamente com as Especificações (conforme definido a seguir) e a Proposta Comercial constituem o "Contrato".
- b) O Contrato compreende a totalidade do acordo entre as partes e substitui todos os entendimentos, acordos, negociações, declarações e garantias anteriores ou contemporâneas, e comunicações, tanto escritas como orais. Este Contrato prevalece sobre quaisquer termos e condições gerais de compra do Cliente, independentemente de ou quando o Cliente enviou esses outros termos. O envio de um pedido de compra do Cliente não constitui aceitação dos termos e condições do Cliente e não serve para modificar ou corrigir este Contrato.
- c) Estes TCG contêm três (3) partes (cada uma, uma "Parte" e coletivamente as "Partes"). A Parte I contém "Termos e Condições Gerais", que serão aplicáveis a todas as vendas de Produtos e Serviços. A Parte II deste Contrato contém "Termos e Condições para Venda de Produtos", que serão aplicáveis às vendas de Produtos, conforme o caso, adicionalmente às disposições da Parte I. A Parte III deste Contrato contém "Termos e Condições de Venda de Serviços", que serão aplicáveis às vendas de Serviços, conforme o caso, além do disposto na Parte I.

- d) Qualquer um dos itens a seguir constituirá a aceitação incondicional do Cliente destes TCG: (i) reconhecimento por escrito destes TCG; (ii) emissão ou transferência de um pedido de compra para o (s) Produto (s) ou Serviços nele incluídos; (iii) aceitação de qualquer remessa ou entrega de Produto (s) ou prestação de Serviços; (iv) pagamento por qualquer Produto (s) ou Serviço (s); (v) a data em que o Cliente baixou ou instalou um Software ou (vi) qualquer outro ato ou expressão de aceitação pelo Cliente. Não obstante qualquer disposição em contrário, se existir um contrato por escrito assinado por ambas as partes tratando da venda dos Produtos ou Serviços abrangidos pela Proposta Comercial, os termos e condições de tal contrato prevalecerão na medida em que sejam inconsistentes com estes TCG.
- e) Estes TCG só se aplicam a clientes comerciais e com relação a transações comerciais.
- f) Nenhuma variação a estes TCG será vinculativa, a menos que acordado por escrito entre os Representantes autorizados do Cliente e a Sartorius

2) DEFINIÇÕES

Nestes TCG:

"Afilhada" significa qualquer indivíduo ou entidade direta ou indiretamente (i) controladora, (ii) controlada por, ou (iii) sob controle comum da empresa matriz de tal Parte. Para os fins desta definição, "controle" significa a propriedade direta ou indireta de mais de cinquenta por cento (50%) dos direitos de voto, ou o direito de controlar as decisões políticas da respectiva entidade.

"Dia Útil" significa qualquer dia diferente de sábado, domingo ou de qualquer dia que seja um feriado federal legal ou qualquer dia em que as instituições bancárias sejam autorizadas ou exigidas por lei ou outra medida governamental a fechar.

"Informação Confidencial" significa qualquer informação divulgada por escrito, oralmente,

SARTORIUS

eletronicamente ou em qualquer outra forma (tangível ou intangível) que seja de natureza confidencial ou proprietária em relação à outra Parte e / ou suas Afiliadas, incluindo, sem limitação, quaisquer detalhes de seus negócios, relações comerciais, clientes, fornecedores, planos, estratégia ou produtos (existentes ou em desenvolvimento).

“**Consumíveis**” significa os suprimentos descartáveis ou produtos consumíveis que a Sartorius deve fornecer de acordo com este Contrato.

“**Cliente**” significa a pessoa ou entidade que aceita a Proposta Comercial da Sartorius para a venda dos Produtos ou Serviços, ou cujo pedido dos Produtos ou Serviços é aceito pela Sartorius.

“**Local de Entrega**” significa o local especificado na Proposta Comercial para o qual a Sartorius deve providenciar a entrega dos Produtos.

“**Equipamento**” significa o equipamento para as indústrias biofarmacêutica, química, de alimentos e bebidas e setor acadêmico, que a Sartorius deve fornecer e instalar de acordo com a Proposta Comercial e o Contrato.

“**Força Maior**” significa qualquer evento fora do controle razoável de qualquer das Partes e deve incluir, sem limitação, guerra, ameaça de guerra, revolução, terrorismo, motim ou comoção civil, greves, lockout ou outra paralisação empresarial, bloqueio ou embargo, atos de ou restrições impostas pelo governo ou autoridade pública (incluindo, mas não se limitando a pedidos de abrigo no local), falha de fornecimento de água, energia, combustíveis, transporte, equipamento ou outros produtos ou serviços, explosão, incêndio, radiação, inundação, desastre natural ou condições climáticas adversas, pandemia, epidemia ou quaisquer atos divinos.

“**Produtos**” significa os produtos (incluindo qualquer parcela dos produtos ou quaisquer peças a eles relacionadas) que a Sartorius deve fornecer de acordo com este Contrato e incluirá, quando o contexto assim o exigir, Consumíveis, Equipamentos, Instrumentos, Sistema e / ou Programas.

“**Período de Garantia dos Produtos**” significa o período que começa na data de entrega dos Produtos no Local de Entrega e termina um (1) ano após a data

de entrega; ou, no caso de Consumível, termina no menor dos seguintes prazos: (i) um (1) ano após a data de entrega; ou (ii) logo após a expiração do prazo de validade de tal Consumível. Se os Produtos entregues forem dispositivos que a Sartorius ou seus contratados instalam no local do Cliente, o período de garantia começa no momento da conclusão da instalação, mas em nenhum caso depois de dois (2) meses após a entrega.

“**TCG**” significa os termos e condições padrão estabelecidos neste documento e (a menos que o contexto exija de outra forma) inclui quaisquer termos e condições especiais acordados por escrito entre o Cliente e a Sartorius.

“**Propriedade Intelectual**” significa patentes, pedidos de patentes, designs, Invenções (conforme definido a seguir), divulgações de invenções, segredos comerciais, know-how, direitos autorais registrados e não registrados, obras de autoria, programas de software de computador, bases de dados, marcas registradas, marcas de serviço nomes comerciais e imagem comercial e quaisquer direitos de propriedade semelhantes e quaisquer licenças ou direitos de usuário relacionados.

“**Invenção**” significa qualquer novo dispositivo, design, produto, programa de computador, artigo, método, processo, ou melhoria ou alteração do mesmo, seja ou não patenteável, protegido por direitos autorais e protegível sob qualquer lei de topografia dos circuitos Integrados (*mask works*), protegível como segredo comercial ou protegível sob qualquer lei semelhante.

“**Objeto a ser reparado**” significa qualquer objeto no qual os Serviços serão executados, incluindo, mas não se limitando a Produtos.

“**Preço**” significa o preço dos Produtos determinado de acordo com a Proposta Comercial, de modo que “Preços” serão interpretados em conformidade com tal proposta.

“**Proposta Comercial**” significa a Proposta Comercial preparada pela Sartorius e emitida para o Cliente

“**Representantes**” significa os respectivos empregados, representantes, consultores, executivos, subcontratados e Afiliados da Sartorius e do Cliente.

SARTORIUS

“**Serviços**” significa os reparos, manutenção preventiva, realocações, retrofits, atualizações, instalações, calibrações e serviços de validação, juntamente com quaisquer peças sobressalentes utilizadas em conexão com o anterior, em conexão com os Produtos e outros objetos.

“**Período de Garantia dos Serviços**” significa o período que começa no dia da conclusão da execução dos Serviços e termina noventa (90) dias depois ou senão um período mais longo que possa ser especificado pela Sartorius ao Cliente por escrito na Proposta Comercial.

“**Software**” significa qualquer software proprietário desenvolvido pela Sartorius para implementar a funcionalidade especificada, mas exclui sistemas operacionais, software de rede, pacotes de banco de dados padrão, software de interface periférica padrão e qualquer software de terceiros.

“**Especificação**” significa a descrição dos Produtos e Serviços anexada à Proposta Comercial ou de outra forma fornecida ao Cliente pela Sartorius por escrito.

“**Sistema**” significa Produtos que incluem o equipamento físico que a Sartorius deve fornecer de acordo com este Contrato juntamente com (na medida do aplicável) o Software e quaisquer outros produtos especificados na Proposta Comercial.

“**Prazo**” significa o período que começa na aceitação incondicional do Cliente destes TCG (de acordo com a definição da alínea “d” da cláusula 1 acima) até o prazo que se encerrar primeiro: (i) o período de tempo estabelecido na Proposta Comercial ou (ii) conforme prazo estabelecido pela Sartorius quando houver licenciamento de um Software.

“**Escrita**” significa qualquer comunicação escrita por carta ou e-mail.

Qualquer referência nestes TCG a qualquer disposição de um estatuto deve ser interpretada como uma referência a essa disposição conforme alterada, re-promulgada ou prorrogada no momento relevante.

Os títulos nestes TCG são apenas para conveniência e não devem afetar sua interpretação.

3) CONDIÇÕES BÁSICAS DA VENDA

- a) A Sartorius deve vender e o Cliente deve comprar os Produtos ou Serviços em conformidade com qualquer Proposta Comercial por escrito da Sartorius que seja aceita pelo Cliente, ou qualquer pedido por escrito do Cliente que seja expressamente aceito por escrito pela Sartorius, sujeito em ambos os casos a estes TCG, que regerá o Contrato com a exclusão de quaisquer outros termos e condições contidos em qualquer proposta comercial e/ou em qualquer pedido do Cliente. Os acordos verbais só se tornarão válidos quando a Sartorius confirmar os mesmos por escrito.
- b) Os empregados ou representantes da Sartorius não estão autorizados a fazer quaisquer afirmações sobre os Produtos ou Serviços, a menos que confirmado pela Sartorius por escrito. Ao celebrar o Contrato, o Cliente reconhece que não depende e não deve contar com tais afirmações e renuncia a qualquer reclamação por violação de quaisquer afirmações que não tenham sido confirmadas pela Sartorius.
- c) Qualquer conselho ou recomendação dada pela Sartorius ou seus funcionários ou representantes ao Cliente (ou seus funcionários ou representantes) quanto ao armazenamento, aplicação ou uso dos Produtos que não seja confirmado por escrito pela Sartorius será seguido ou implementado pelo Cliente sob seu exclusivo risco e, portanto, a Sartorius não será responsável por qualquer conselho ou recomendação que não seja confirmado. Materiais de marketing e outros materiais promocionais relacionados aos Produtos ou Serviços são apenas ilustrativos e não fazem parte do Contrato. O Cliente concorda que, ao enviar um pedido, não se baseou em nenhuma afirmação ou declaração da Sartorius além das expressamente estabelecidas no Contrato.
- d) Qualquer erro tipográfico, administrativo ou outro ou omissão em qualquer documentação de vendas, cotação, lista de preços, aceitação de oferta, fatura ou outro documento ou informação emitida pela Sartorius, incluindo o site da Sartorius,

SARTORIUS

estará sujeito a correção sem qualquer responsabilidade por parte da Sartorius.

4) PEDIDOS

- a) A Sartorius não declara, garante ou assume que todos os Produtos estarão disponíveis para pedido em todos os momentos, assim como também não garante que, até que um pedido seja aceito, a Sartorius poderá fornecer os volumes solicitados.
- b) Nenhum pedido que tenha sido aceito pela Sartorius pode ser cancelado pelo Cliente, exceto com o acordo por escrito da Sartorius, sendo certo que o Cliente deverá indenizar a Sartorius integralmente contra todas as perdas (incluindo lucros cessantes), custos (incluindo o custo de toda a mão de obra e materiais usados), danos, encargos e despesas incorridos pela Sartorius como resultado do cancelamento.
- c) A Proposta Comercial da Sartorius que não incluir qualquer prazo de aceitação poderá ser revogada pela Sartorius, a menos que a Sartorius receba uma confirmação por escrito de aceitação pelo Cliente dentro de três (3) semanas a contar da data constante da Proposta Comercial.

5) PREÇO

- a) O Preço será o estipulado na Proposta Comercial ou, na hipótese de a Proposta Comercial ser omissa nesse sentido, de acordo com os preços de tabela então vigentes da Sartorius.
- b) Exceto quando declarado de outra forma nos termos de qualquer Proposta Comercial e a menos que acordado de outra forma por escrito entre o Cliente e a Sartorius, todos os Preços são fornecidos pela Sartorius na modalidade CPT - INCOTERMS 2020. O Cliente será responsável pelo pagamento das despesas da Sartorius relacionados a transporte, embalagem, frete e seguro.

- c) Todos os preços excluem impostos indiretos (IPI, ICMS, PIS/COFINS), ou eventuais outros tributos que venham a ser entendidos como impostos indiretos, assim como imposto retido na fonte ou outro imposto (exceto imposto de renda ao qual a Sartorius possa estar sujeita), os quais devem ser pagos adicionalmente pelo Cliente. Se qualquer valor devido nos termos do Contrato estiver sujeito a impostos indiretos, retenção na fonte ou qualquer outro tipo de imposto que tenha o efeito de reduzir o valor que a Sartorius teria o direito de receber ou reter do Cliente nos termos do Contrato, o Cliente irá, a pedido da Sartorius, pagar à Sartorius tal quantia adicional à alíquota prescrita por lei para esse imposto.
- d) Independentemente do preço que conste da Proposta Comercial, se até a data da saída dos Produtos da sede da Sartorius houver alteração da legislação tributária vigente, o preço será alterado de forma a refletir proporcionalmente essa alteração.
- e) O Preço estipulado na Proposta Comercial inclui o custo de mão de obra, viagens e peças, desde que o Serviço seja executado no horário previsto nestes TCG. Os encargos de serviços ou bens não cobertos pelo Contrato serão faturados separadamente no momento da ocorrência ou entrega e às taxas vigentes.

6) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- a) Sujeito a quaisquer termos adicionais ou outros termos acordados por escrito pelo Cliente e pela Sartorius, a Sartorius terá o direito de faturar ao Cliente o Preço dos Produtos e Serviços em ou a qualquer momento após a entrega dos Produtos ou da execução dos Serviços. Não obstante o acima exposto, nos casos em que os Produtos tiverem que ser retirados pelo Cliente ou o Cliente não aceitar a entrega dos Produtos, nos termos da Proposta Comercial, além do Preço descrito na Proposta Comercial, a Sartorius terá também o direito de faturar o Cliente:

SARTORIUS

- i) uma taxa de estoque, que pode chegar a dez por cento (10%) do Preço, por mês e por um máximo de dois (2) meses, após a Sartorius primeiro notificar o Cliente de que os Produtos estão prontos para retirada ou (se for o caso) para entrega pela Sartorius;
 - ii) o Preço dos Produtos se, dois meses após a Sartorius notificar o Cliente pela primeira vez de que os Produtos estão prontos para retirada ou (conforme o caso), para entrega, estes ainda estiverem armazenados pela Sartorius.
- b) O Cliente deverá pagar o Preço na moeda de faturamento no prazo de 30 dias a partir da data de emissão da fatura da Sartorius, sujeito a avaliação de crédito, não obstante a entrega ou execução não ter ocorrido e a propriedade dos Produtos não ter passado para o Cliente.
- c) Se o Cliente deixar de fazer qualquer pagamento na data de vencimento, então, sem prejuízo de qualquer outro direito ou recurso disponível para a Sartorius, a Sartorius terá o direito de: (i) rescindir o Contrato ou suspender quaisquer outras entregas ou serviços para o Cliente; e (ii) cobrar do Cliente juros (antes e depois de qualquer julgamento) sobre o valor não pago, às taxas mais altas permitidas pela lei que rege este Contrato (1% ao mês), até que o pagamento integral seja feito, acrescidos de multa moratória de 2% sobre o valor total do débito. Os juros serão acumulados diariamente e serão aplicados a partir da data de vencimento do pagamento até que o pagamento efetivo seja feito na íntegra, antes ou depois de julgamento.
- d) Sem prejuízo do parágrafo c acima, em caso de não pagamento de qualquer fatura, a Sartorius reserva-se o direito de invalidar unilateralmente as condições de pagamento previamente acordadas (como o pagamento em prestações), podendo cobrar o valor total da transação, mediante o vencimento antecipado de todas as parcelas.
- e) Todos os pagamentos devem ser pagos integralmente e os fundos compensados na instituição financeira sem qualquer dedução, desconto ou contra reivindicação do Cliente, de acordo com condições de pagamento constantes na Proposta Comercial.
- f) Antes de cancelar as condições de pagamento, conforme previsto no parágrafo "d" acima, a Sartorius notificará o Cliente para efetuar o pagamento no prazo de 7 (sete) dias úteis além de tomar as medidas judiciais cabíveis para obter seu crédito, sendo entendido que uma inadimplência de mais de 15 dias fará com que os dados do Cliente sejam enviados aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente de notificação prévia neste sentido.
- g) Após um atraso de 30 dias, a Sartorius enviará as informações do Cliente para uma empresa de cobrança especializada, o que pode resultar em uma cobrança adicional de 20% como taxas.
- h) A Sartorius pode exigir do Cliente que este forneça como garantia de pagamento, duas (2) semanas antes da data de entrega, uma carta de crédito irrevogável e confirmada, uma caução ou fiança bancárias. Não será permitida a declaração de quaisquer direitos de retenção ou compensação de qualquer reivindicação do Cliente que não seja reconhecida pela Sartorius e não tenha sido estabelecida por decisão judicial transitada em julgado.
- i) A Sartorius não é obrigada a aceitar quaisquer cheques ou letras de câmbio como forma de pagamento. A aceitação de tais métodos de pagamento deve ser previamente acordada e deve, em qualquer caso, estar condicionada ao efetivo cumprimento/liquidez, sem o qual o Cliente não estará eximido de sua obrigação. Quaisquer custos relacionados serão suportados pelo Cliente. As notas de crédito de cheques e letras de câmbio serão emitidas mediante dedução de quaisquer despesas e sujeitas à confirmação do recebimento dos respectivos valores pela Sartorius.

SARTORIUS

7) RESPONSABILIDADE

- a) Exceto em relação a morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Sartorius, a Sartorius não será responsável perante o Cliente por motivo de qualquer afirmação, ou qualquer garantia implícita, condição ou outro termo ou dever, ou em razão de quaisquer termos previstos no Contrato, por qualquer perda ou dano indireto (seja com relação a lucros cessantes ou de outra forma), custos, despesas ou outras reivindicações de compensação indireta (e independentemente de terem sido causadas por negligência da Sartorius, seus funcionários, Afiliadas ou representantes ou de outra forma) que surjam de ou em conexão com a execução do Contrato, exceto conforme expressamente previsto nestas Condições.
- b) A Sartorius não será responsável pela escolha correta dos Produtos para a finalidade pretendida no caso individual e pela ligação correta de tais Produtos entre si ou com itens do Cliente. Isso será de responsabilidade exclusiva do Cliente ou da pessoa que liga e instala os Produtos em nome do Cliente. A Sartorius se isenta de toda e qualquer responsabilidade por conexões defeituosas e/ou falsas de Produtos e por qualquer uso que não esteja em conformidade com a lei aplicável no país de uso.
- c) A Sartorius não será responsável perante o Cliente ou considerada em violação do Contrato por motivo de qualquer atraso na execução, ou qualquer falha na execução, de qualquer das obrigações da Sartorius nos termos do Contrato, se o atraso ou falha for decorrente de qualquer evento de Força Maior.
- d) Na medida máxima permitida por lei, e não obstante qualquer disposição em contrário no Contrato, a responsabilidade total agregada da Sartorius sob, ou em conexão com este Contrato, seja decorrente de ato ilícito (incluindo negligência), contrato ou de qualquer outra forma, não excederá, no total, o menor dos: i) Danos diretos reais do Cliente; ou ii) o Preço que o Cliente tiver pago à Sartorius pelos Produtos ou Serviços que deram origem a tal reclamação.
- e) Sem prejuízo do disposto na cláusula 7 (i), a Sartorius não será responsável perante o Cliente por qualquer (i) perda de lucros ou receitas; (ii) perda ou dano aos dados ou sistemas de informação; (iii) perda de contratos ou oportunidades de negócios; (iv) perda de economias antecipadas; (v) perda de clientela; ou (vi) qualquer perda ou dano indireto, especial ou emergente.
- f) Nenhuma das Partes será responsável perante a outra por qualquer violação deste Contrato, na medida em que tal violação seja causada por uma violação deste Contrato pela outra Parte.
- g) A Sartorius não terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos sofridos, direta ou indiretamente, por qualquer pessoa como resultado (i) da operação ou o uso dos Produtos em combinação com qualquer outro hardware ou software não fornecido pela Sartorius; (ii) de qualquer modificação nos Produtos ou em qualquer um de seus componentes, incluindo, sem limitação, o Software, feita pelo Cliente ou qualquer terceiro; (iii) do uso de qualquer software de terceiros fornecido pela Sartorius nos termos deste instrumento; e / ou (iv) por quaisquer palavras, descrições, marcas registradas, dispositivos e outros assuntos impressos nos Produtos a pedido do Cliente ou de acordo com a Especificação do Cliente.
- h) No caso de os Produtos fornecidos sob este Contrato serem Produtos que compõem um Sistema, o Cliente deverá indenizar e isentar a Sartorius de qualquer reclamação ou ameaça de reclamação por danos, penalidades, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) decorrentes, direta ou indiretamente (i) da fabricação, uso, venda, distribuição, marketing ou exploração comercial de qualquer produto farmacêutico ou outra substância ou derivado pelo Cliente que usa o Sistema; ou (ii) modificação do Sistema pelo Cliente ou qualquer terceiro.
- i) Salvo quando a Sartorius ou seus Representantes forem negligentes, o Cliente isentará a Sartorius e

SARTORIUS

seus Representantes de todas as reclamações contra a Sartorius apresentadas pelos próprios Representantes do Cliente resultantes de ferimentos pessoais ou morte ou perda/danos de propriedade que possam ocorrer na fábrica da Sartorius ou enquanto os Representantes do Cliente estiverem interagindo ou auxiliando a Sartorius em seu trabalho (se houver) nas instalações do Cliente.

8) RESCISÃO

- a) Este Contrato pode ser rescindido imediatamente por qualquer das Partes notificando por escrito a outra Parte, quando a outra Parte: (i) cometer uma violação material deste Contrato e tal violação, se remediável, não for corrigida dentro de vinte (20) dias úteis a contar do recebimento de notificação por escrito neste sentido; ou (ii) tornar-se insolvente ou sujeita a qualquer processo nos termos de qualquer lei de falência, insolvência ou liquidação, ou de outra forma incapaz de pagar suas dívidas conforme elas se tornarem devidas; ou (iii) fique sujeita a penhora de bens, liminar ou ordem judicial que tenha um efeito material adverso sobre suas operações; ou (iv) fizer uma cessão para o benefício de seus credores de outra forma que não nos termos da provisão de financiamento ou crédito no curso normal de suas atividades em andamento ou se tiver um pedido de falência; ou (v) realizar uma alteração significativa em sua gestão ou controle societário.
- b) Se esta cláusula se aplicar, então, sem prejuízo de qualquer outro direito ou recurso disponível para a Sartorius, a Sartorius terá o direito de rescindir o Contrato ou suspender quaisquer outras entregas ou execuções nos termos do Contrato, sem qualquer responsabilidade perante o Cliente, e, se os Produtos tiverem sido entregues e / ou os Serviços realizados, mas não tiverem sido pagos, o Preço se tornará imediatamente devido e executável, não obstante qualquer acordo anterior ou disposição em contrário.

9) INDENIZAÇÃO

- a) O Cliente concorda em indenizar, defender e isentar de responsabilidade a Sartorius de e contra todos e quaisquer custos, perdas, despesas, danos, reivindicações, responsabilidades ou multas, incluindo, mas não se limitando a, honorários advocatícios razoáveis e custas judiciais, resultantes de ou decorrentes de (i) qualquer reclamação de violação de qualquer patente ou outros direitos de propriedade de qualquer pessoa ou parte na medida em que os Produtos foram fabricados de acordo com as Especificações fornecidas ou exigidas pelo Cliente; ou (ii) todos e quaisquer ferimentos reais ou alegados ou mortes de pessoas e todos e quaisquer danos ou destruição de propriedade decorrentes direta ou indiretamente de ou relacionados com os Produtos vendidos nos termos do Contrato, ou quaisquer produtos ou itens fabricados com tais Produtos, ou relacionados aos itens de produtos ou equipamentos atendidos no âmbito do Contrato, exceto por tais custos, perdas, despesas, danos, reclamações, responsabilidades ou multas que são diretamente causados por ou resultam de má conduta intencional ou negligência grave da Sartorius; ou (iii) negligência e / ou conduta dolosa do Cliente, seus funcionários ou agentes.
- b) A Sartorius concorda em defender e indenizar o Cliente e isentar de responsabilidade o Cliente de e contra todos e quaisquer custos, perdas, despesas, danos, reivindicações, responsabilidades ou multas, incluindo, mas não se limitando a honorários advocatícios razoáveis e custas judiciais, resultantes de ou surgindo em conexão com a negligência e / ou conduta dolosa da Sartorius, seus funcionários ou representantes.

10) SEGURO

O Cliente deve manter, às suas próprias custas, seguro abrangente de responsabilidade geral, incluindo seguro de responsabilidade pelo produto, seguro de danos materiais, seguro de riscos e engenharia com cobertura para operações concluídas e seguro de responsabilidade contratual, bem como manter essa

SARTORIUS

cobertura e limites em valores comercialmente razoáveis. O Cliente deve ainda manter, às suas próprias custas, seguro de acidentes de trabalho para compensação de empregados e qualquer outro seguro exigido por lei, em quantidades comercialmente razoáveis. O Cliente deverá, prontamente, mediante solicitação por escrito da Sartorius, fornecer à Sartorius certificados de seguro evidenciando as coberturas, limites e datas de vencimento das respectivas apólices de seguro.

11) REQUISITOS DE CONFORMIDADE

- a) O Cliente e a Sartorius devem cumprir todas as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, em particular os regulamentos de controle de exportação e programas de sanções aplicáveis. O Cliente também concorda em não exportar, reexportar ou transferir qualquer software ou tecnologia desenvolvida com ou usando informações, software ou tecnologia oferecida pela Sartorius, em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis das autoridades competentes. Além disso, o Cliente não deve usar quaisquer Produtos, Serviços, informações, Software e tecnologia oferecidos pela Sartorius em ou em conexão com tecnologia nuclear ou armas de destruição em massa (nucleares, biológicas ou químicas) e seus transportadores, nem fornecer equipamentos militares.
- b) Os Produtos e Serviços podem estar sujeitos a restrições de exportação internacionais e nacionais. A aceitação e entrega do pedido serão feitas em estrita conformidade com as disposições legais e regulamentos de embargo apropriados. A aceitação e execução de pedidos de compra de Produtos que requeiram aprovação estão sujeitas à emissão de licenças de exportação aplicáveis pelas autoridades competentes do país. Caso os Produtos exijam aprovação das respectivas autoridades, a Sartorius exigirá uma Declaração de Usuário Final apropriada do usuário final, informando o uso preciso dos Produtos e incluindo um perfil informativo da empresa. Os Produtos serão fornecidos exclusivamente para fins civis e pacíficos. Com o pedido de compra, o Cliente concorda em cumprir todas as leis aplicáveis e

fornecer todas as informações e dados solicitados em tempo hábil para obter os documentos necessários.

- c) Produtos Farmacêuticos, Cosméticos e Alimentícios: Para Clientes que atuam nas indústrias farmacêutica, cosmética e / ou alimentícia, fica expressamente entendido e acordado que o Cliente será o único responsável pelo cumprimento das leis, regulamentos e práticas aplicáveis à sua indústria, incluindo, mas não se limitando a requisitos médicos, diretrizes gerais de prática de fabricação e leis e normas aplicáveis, ordens e outras disposições.
- d) Proteção de dados: a Sartorius solicitará, processará e usará dados pessoais do Cliente para gerenciar solicitações, reclamações, pedidos ou reparos do Cliente e para a gestão contínua do relacionamento com o Cliente. Algumas dessas atividades de processamento de dados são realizadas em nome da Sartorius pela Sartorius Corporate Administration GmbH, Alemanha, suas afiliadas ou prestadores de serviços externos. Essas empresas podem estar sediadas em todo o mundo, incluindo áreas fora do Brasil e da União Europeia. Para todos os casos envolvendo uma transferência de dados pessoais, a Sartorius garantirá a conformidade com os regulamentos de proteção de dados. Além disso, a Sartorius irá transferir esses dados para as autoridades se houver uma obrigação legal da Sartorius de fazê-lo. Os titulares de dados têm o direito de acessar seus dados tratados pela Sartorius e ter esses dados atualizados. Sujeito aos requisitos legais das leis de proteção de dados, os titulares de dados também podem exigir que seus dados sejam excluídos ou bloqueados. Para obter mais informações, consulte a política de proteção de dados da Sartorius publicada em <https://www.sartorius.com/en/data-protection>.
- e) Leis anticorrupção, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dos Estados Unidos da América e Lei de Suborno do Reino Unido/UK Anti Bribery Act: o Cliente reconhece que: (a) a Sartorius pode estar sujeita às disposições do FCPA de 1977 dos Estados Unidos da América; e, (b) a Sartorius pode

SARTORIUS

estar sujeita a outras leis de suborno e corrupção, incluindo, sem limitação, a Lei de Suborno do Reino Unido e as leis locais para as jurisdições aplicáveis a este Contrato, em especial a Lei nº 12.846/2013. O Cliente reconhece ainda que está familiarizado com as disposições da FCPA, a Lei de Suborno do Reino Unido e as leis locais de suborno e corrupção aplicáveis (em especial a Lei nº 12.846/2013), e não deve tomar ou permitir qualquer ação que constitua uma violação ou faça com que a Sartorius viole as disposições da FCPA, a Lei de Suborno do Reino Unido ou a lei local aplicável contra suborno e corrupção.

12) DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) Qualquer notificação exigida ou permitida por qualquer uma das Partes à outra nos termos destes TCG deve ser dirigida por escrito a essa outra Parte em sua sede empresarial ou principal local de negócios ou qualquer outro endereço que possa no momento relevante ter sido informado de acordo com esta disposição à Parte que tiver enviado a notificação.
- b) Nenhuma renúncia pela Sartorius de qualquer violação do Contrato pelo Cliente será considerada como uma renúncia de qualquer violação subsequente da mesma ou de qualquer outra disposição.
- c) Se as disposições individuais destes TCG forem ou se tornarem total ou parcialmente ineficazes, as disposições restantes do TCG não serão afetadas por isso. Isso também se aplica se uma omissão não intencional for encontrada no Contrato. Uma disposição total ou parcialmente ineficaz deve ser substituída ou uma omissão não intencional no TCG deve ser preenchida por uma disposição apropriada que, na medida do legalmente possível, se aproxime mais da intenção original das partes contratuais ou do que elas teriam pretendido de acordo com o significado e propósito destes TCG se estivessem cientes da ineficácia ou omissão da disposição em questão.
- d) O Contrato será regido pelas leis do Brasil. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias (CISG) de 11.04.1980 não se aplica.
- e) Caso o Cliente esteja localizado no Brasil, quaisquer disputas sob este Contrato devem ser levadas ao foro comum local de São Paulo/SP, Brasil, e as Partes por meio deste instrumento consentem com tal jurisdição. Além disso, a Sartorius terá o direito, a seu critério, de fazer valer suas próprias reivindicações no local de jurisdição do Cliente.
- f) Caso o Cliente esteja localizado fora do Brasil, todas as disputas, controvérsias ou reclamações decorrentes de ou relacionadas a este Contrato ou à sua validade serão resolvidas de acordo com as Regras de Conciliação e Arbitragem da ICC, sem recurso aos tribunais ordinários (exceto no que diz respeito a medidas provisórias). O local da arbitragem será o local da sede social da vendedora Sartorius. Além disso, a Sartorius terá o direito, a seu critério, de fazer valer suas próprias reivindicações no local onde o Cliente tiver sua sede. O procedimento arbitral será realizado no idioma inglês.
- g) Cada parte compromete-se a (i) manter confidencial qualquer Informação Confidencial e não usará ou divulgará as Informações Confidenciais da outra Parte a quaisquer pessoas, podendo, entretanto, divulgar tais Informações Confidenciais a qualquer de seus Representantes que precisem tomar conhecimento de tais informações para os fins de cumprir qualquer obrigação prevista neste Contrato, desde que tal parte assegure que cada Representante a quem as Informações Confidenciais sejam divulgadas esteja ciente de sua natureza confidencial e concorde em cumprir esta cláusula como se fosse uma Parte; (ii) divulgar qualquer Informação Confidencial conforme exigido por lei, por qualquer tribunal ou autoridade reguladora ou supervisora governamental ou qualquer outra autoridade de jurisdição competente.

SARTORIUS

- h) Os pedidos não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, sem o consentimento expresso por escrito da Sartorius.
- i) Qualquer material de marketing, promoção ou outro material publicitário, seja escrito ou em formato eletrônico, que se refira à Sartorius, suas Afiliadas, seus produtos ou a estes TCG deve ser aprovado pela Sartorius antes de seu uso ou lançamento.
- j) A Sartorius, ou suas afiliadas, é a proprietária de certos nomes de marcas, marcas registradas, nomes comerciais, logotipos e outras propriedades intelectuais. Exceto se expressamente autorizado pela Sartorius, não é permitido o uso de nomes de marca, marcas registradas, nomes comerciais, logotipos ou outra propriedade intelectual da Sartorius ou de suas Afiliadas, nem a adoção, uso ou registro de quaisquer palavras, frases ou símbolos muito semelhantes a quaisquer denominações de marca, marcas registradas, nomes comerciais, logotipos ou outra propriedade intelectual da Sartorius ou de suas afiliadas que possam levar a confusão ou incerteza, ou prejudicar ou infringir os mesmos de qualquer maneira, ou implicar em qualquer endosso da Sartorius de produtos ou serviços de outra entidade.
- k) Nada neste Contrato será considerado como uma parceria entre as Partes ou para tornar qualquer uma das Partes representante da outra Parte para qualquer finalidade. Além disso, cada uma das Partes permanecerá a única responsável por seus próprios atos, declarações, compromissos, desempenhos, produtos (no caso da Sartorius sujeito aos outros termos destes TCG em relação aos Produtos e Serviços) e pessoal.
- l) Nada neste documento se destina a criar quaisquer direitos de terceiros contra a Sartorius.

PARTE II- TERMOS E CONDIÇÕES PARA VENDA DE MERCADORIAS

Se o Cliente estiver comprando Produtos da Sartorius, as seguintes disposições se aplicarão exclusivamente em relação à venda de Produtos, e somente Produtos, além das disposições da Parte I destes TCG:

13) ESPECIFICAÇÕES

- a) O Cliente será responsável perante a Sartorius por garantir a precisão dos termos de qualquer pedido (incluindo qualquer Especificação aplicável) enviado pelo Cliente ("Especificação do Cliente"), e por fornecer à Sartorius todas as informações necessárias relacionadas aos Produtos dentro de um prazo suficiente para permitir que a Sartorius execute o Contrato de acordo com seus termos.
- b) A quantidade, qualidade e descrição de qualquer Especificação para os Produtos serão aquelas estabelecidas na Proposta Comercial da Sartorius.
- c) Se os Produtos forem fabricados ou se qualquer processo for aplicado aos Produtos pela Sartorius de acordo com uma Especificação do Cliente enviada pelo Cliente, o Cliente deverá indenizar a Sartorius por todas as perdas, danos, custos e despesas concedidos ou incorridos pela Sartorius, que tenham sido pagos ou acordados para serem pagos pela Sartorius como compensação de qualquer reclamação por violação dos Direitos de Propriedade Intelectual de qualquer outra pessoa, que resulte do uso pela Sartorius das Especificações do Cliente.
- d) A Sartorius reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações (i) na sua Especificação ou, se aplicável, na Especificação do Cliente sobre os Produtos, que sejam necessárias para estar em conformidade com qualquer segurança aplicável ou outros requisitos legais; e / ou (ii) quando os Produtos forem fornecidos de acordo com a Especificação da Sartorius, nos componentes, funcionalidade ou características de desempenho dos Produtos fornecidos sob um pedido já em vigor, desde que os Produtos continuem em conformidade em todos os aspectos materiais com a Especificação ou Especificações do Cliente em vigor no momento do pedido.

SARTORIUS

14) ENTREGA

- a) Os Produtos serão entregues no Local de Entrega nas datas ou antes das datas especificadas na Proposta Comercial. A Sartorius notificará o Cliente por Escrito, assim que for razoavelmente possível, ao tomar conhecimento de que é provável um atraso na entrega e fornecerá uma estimativa revisada, se possível. Os Produtos podem ser entregues em parcelas. Qualquer atraso na entrega ou defeito em uma parcela não dará ao Cliente o direito de cancelar qualquer outra parcela do Pedido ou o Contrato. A menos que as Partes acordem em contrário, o material de embalagem deve ser descartado pelo Cliente às suas custas.
- b) A Sartorius envidará todos os esforços razoáveis para cumprir as datas de entrega, mas tais datas são apenas aproximadas e o tempo de entrega não é essencial, de modo que a Sartorius não será responsável por qualquer atraso na entrega dos Produtos, qualquer que seja a causa. Os Produtos podem ser entregues pela Sartorius antes da data de entrega acordada, mediante notificação razoável ao Cliente.
- c) O Cliente reconhece que qualquer variação nas quantidades dos Produtos encomendados, de até 10% a mais ou 10% a menos do que a quantidade pedida, não será considerada uma falha da Sartorius no fornecimento dos Produtos encomendados, desde que a Sartorius só fature o Cliente pela quantidade efetivamente entregue, estando o Cliente obrigado a pagar somente esta quantidade.
- d) Se a Sartorius for totalmente incapaz de entregar os Produtos por qualquer motivo que não seja qualquer causa além do controle razoável da Sartorius ou culpa do Cliente, e a Sartorius for, portanto, responsável perante o Cliente, a responsabilidade da Sartorius será limitada ao Preço dos Produtos que a Sartorius falhou em entregar.

15) PASSAGEM DE RISCO E PROPRIEDADE

- a) O risco de dano ou perda dos Produtos deve passar para o Cliente: (i) no caso dos Produtos a serem disponibilizados nas instalações da Sartorius, no momento em que a Sartorius notificar o Cliente de que os Produtos estão disponíveis para retirada; ou (ii) no caso de Produtos a serem entregues de outra forma que não nas instalações da Sartorius, no momento da entrega ou, se o Cliente falhar em retirar os Produtos, sem que haja justo motivo, no momento em que a Sartorius disponibilizou a entrega dos Produtos.
- b) Não obstante a entrega e transferência de risco dos Produtos, ou qualquer outra disposição destas Condições, a propriedade dos Produtos não deve passar para o Cliente até que a Sartorius tenha recebido em dinheiro o Preço dos Produtos ou que pagamento desses tenha sido liberado na íntegra mediante compensação bancária.
- c) Até o momento em que a propriedade dos Produtos passar para o Cliente, o Cliente deve guarda-los na condição de depositário fiel da Sartorius, e deve mantê-los separados dos seus próprios produtos e de produtos de terceiros, devidamente armazenados, protegidos e segurados, identificados como sendo de propriedade da Sartorius, bem como tomar todo o cuidado razoável com os Produtos, mantendo-os na condição em que foram entregues, além de informar a Sartorius imediatamente se ficar sujeito a qualquer evento de tipo de insolvência genericamente considerado e permitir, mediante aviso com antecedência razoável, que a Sartorius inspecione os Produtos durante o horário comercial normal do Cliente e fornecer à Sartorius as informações relativas aos Produtos conforme a Sartorius possa solicitar de tempos em tempos. Até o momento em que o Cliente toma conhecimento ou deveria razoavelmente ter conhecimento de que um evento de insolvência ocorreu ou é provável que ocorra, o Cliente terá o direito de revender ou usar os bens no curso normal de seus negócios, mas deverá prestar contas à Sartorius com relação ao resultado da venda dos Produtos, sejam tangíveis ou intangíveis, incluindo receitas de seguro, e deve manter todas essas receitas

SARTORIUS

separadas de qualquer dinheiro ou propriedade do Cliente e terceiros e, no caso de receitas/ativos tangíveis, armazenados de forma adequada, protegidos e segurados. Se o Cliente revender os Produtos de acordo com o acima exposto, a titularidade passará para o Cliente imediatamente antes da revenda. Se, a qualquer momento antes que a titularidade dos Produtos tenha passado para o Cliente, o Cliente informar a Sartorius, ou esta razoavelmente acreditar que o Cliente está insolvente ou está sujeito a um evento de insolvência, a Sartorius pode (i) exigir que o Cliente entregue novamente os Produtos à Sartorius (às custas do Cliente, se solicitado pela Sartorius); e / ou (ii) se o Cliente não o fizer prontamente, entre em qualquer local onde os Produtos estiverem armazenados e retome-os.

- d) Até o momento em que a propriedade dos Produtos passar para o Cliente (e desde que os Produtos ainda existam e não tenham sido revendidos), a Sartorius terá o direito a qualquer momento de exigir que o Cliente entregue os Produtos à Sartorius e, se o Cliente deixar de fazê-lo imediatamente, entrar em quaisquer instalações do Cliente ou de terceiros onde os Produtos estejam armazenados e retomar a posse dos Produtos.
- e) O Cliente não terá o direito de dar em garantia a terceiros qualquer dos Produtos que permaneçam propriedade da Sartorius ou de qualquer forma cobrar a Sartorius por qualquer garantia que tenha dado a terceiros por dívida que tenha contraído, mas se o Cliente assim o fizer, todo o valor devido à Sartorius deverá (sem prejuízo a qualquer outro direito ou recurso da Sartorius) imediatamente se tornar devido e exigível.

16) GARANTIAS E RECURSOS

- a) Sujeito às condições aqui estabelecidas, a Sartorius garante que os Produtos corresponderão à sua Especificação no momento da entrega e estarão livres de defeitos de material e de fabricação durante o Período de Garantia dos Produtos. A Sartorius irá, a seu critério, reparar, substituir ou

reembolsar o Preço dos Produtos que não cumpram com esta cláusula 16 (a), desde que o Cliente envie uma notificação por escrito à Sartorius (i) no caso de defeitos detectáveis por uma inspeção física não mais de cinco (5) dias úteis a partir da chegada dos Produtos no Local de Entrega; ou (ii) no caso de defeitos ocultos, dentro de um período de tempo razoável a partir da chegada dos Produtos no Local de Entrega, mencionando que alguns ou todos os Produtos não cumprem com esta cláusula 16 (a) e identificando em detalhes suficientes a natureza e a extensão dos defeitos, devendo ainda cumprir com qualquer política de devolução da Sartorius que possa ser comunicada ao Cliente de tempos em tempos. Será considerado que o Cliente aceitou os Produtos se não notificar a Sartorius de qualquer falha dos Produtos em cumprir com o disposto nesta cláusula 16 (a) dentro dos prazos estabelecidos acima.

- b) A garantia acima é dada pela Sartorius sujeita às seguintes condições: (i) a Sartorius não terá nenhuma responsabilidade em relação a qualquer defeito nos Produtos decorrentes de qualquer desenho, projeto ou Especificação do Cliente fornecida pelo Cliente; e (ii) a Sartorius não terá qualquer responsabilidade em relação a qualquer defeito decorrente de desgaste natural, dano intencional, negligência, condições de trabalho anormais, falha em seguir as instruções da Sartorius (seja oral ou por escrito) quanto ao armazenamento, instalação, comissionamento, uso ou manutenção dos Produtos ou boas práticas em relação ao armazenamento, instalação, comissionamento, uso ou manutenção dos Produtos, uso indevido ou alteração ou reparo dos Produtos sem a aprovação da Sartorius; (iii) a Sartorius não terá nenhuma responsabilidade sob a garantia acima (ou qualquer outra garantia, condição ou compromisso) se o Preço total dos Produtos não tiver sido pago na data de vencimento do pagamento; (iv) a garantia acima não se estende a peças ou materiais não fabricados pela Sartorius, em relação aos quais o Cliente somente terá direito ao benefício de qualquer garantia ou compromisso dados pelo fabricante à Sartorius; (v) a Sartorius não terá nenhuma

SARTORIUS

responsabilidade sob a garantia acima (ou qualquer outra garantia, condição ou compromisso) quando o Cliente usar quaisquer Produtos após notificar a Sartorius de que tais Produtos não estão em conformidade com a cláusula 16 (a) acima; (vi) A Sartorius não terá nenhuma responsabilidade sob a garantia acima (ou qualquer outra condição ou garantia) quando tal falha surgir como resultado de dano ou perda que ocorra após o risco sobre os Produtos ter passado para o Cliente.

- c) Sujeito às disposições expressamente previstas nestes TCG, todas as garantias, condições ou outros termos implícitos por estatuto ou lei são excluídos em toda a extensão permitida por lei. Exceto conforme estabelecido nesta Seção 16, a Sartorius não oferece nenhuma garantia ou condição e não faz nenhuma afirmação em relação aos Produtos.

17) PROPRIEDADE INTELECTUAL

- a) Não obstante qualquer outra disposição deste Contrato ou rescisão ou expiração deste Contrato, a Sartorius será proprietária de todos os direitos, títulos e proveitos referentes a toda a Propriedade Intelectual relacionada aos Produtos de propriedade ou controlados pela Sartorius na data da Proposta Comercial, o que se estende a toda a Propriedade Intelectual desenvolvida pela Sartorius após a confirmação por escrito do pedido, desde que não dependa exclusivamente ou utilize materialmente: (i) as Informações Confidenciais do Cliente; ou (ii) a Propriedade Intelectual pertencente ao Cliente. Salvo disposição expressa em contrário neste documento, estes TCG não transferem, cedem, arrendam ou licenciam ao Cliente, ou de outra forma fornecem ao Cliente quaisquer direitos ou proveitos econômicos relacionados a qualquer Propriedade Intelectual de propriedade da Sartorius. A aquisição e manutenção de direitos autorais ou propriedade intelectual relacionados aos Produtos ou quaisquer outros direitos de propriedade relacionados a qualquer tecnologia, incluindo qualquer invenção, de propriedade da Sartorius,

devem ser realizados ou perseguidos a critério e às custas da Sartorius.

- b) Caso os Produtos, ou qualquer parte deles, se tornem, ou na opinião da Sartorius possam se tornar, objeto de qualquer reclamação de infração, o Cliente deve permitir que a Sartorius, a seu critério e às suas custas, (i) adquira para o Cliente o direito de continuar usando o mesmo; ou (ii) substitua ou modifique os Produtos (ou as partes afetadas ou elementos dos mesmos) de modo que eles não infrinjam direitos de terceiros, desde que tal substituição e / ou modificação não afete materialmente a funcionalidade ou eficiência dos Produtos. As obrigações da Sartorius sob esta cláusula não se aplicam aos Produtos modificados ou usados pelo Cliente, exceto de acordo com o Contrato ou as instruções da Sartorius. O Cliente indenizará a Sartorius de e contra todas as perdas, danos, responsabilidades, custos e despesas incorridos pela Sartorius em relação a qualquer reclamação decorrente de tais modificações ou uso.
- c) Em relação às marcas afixadas ou incorporadas aos Produtos, seu uso se dará de acordo com este Contrato e com as diretrizes de marca (se houver) da Sartorius (ou licenciador) fornecidas ao Cliente de tempos em tempos e toda clientela associada com o uso de marcas registradas reverterá em benefício da Sartorius (ou de seu licenciante) e, a pedido da Sartorius, o Cliente, às suas próprias custas, assinará todos os documentos e fará todas as ações necessárias para ceder tal clientela à Sartorius ou ao licenciante da Sartorius, conforme o caso. O Cliente compromete-se a não se inscrever para registrar ou registrar a mesma marca comercial ou qualquer marca que se confunda ou seja de alguma forma semelhante, ou adquirir ou ajudar alguém a fazê-lo e, exceto na medida autorizada pela Sartorius por escrito, o Cliente não alterará ou removerá tal marca comercial dos Produtos.

SARTORIUS

18) SISTEMAS E SOFTWARE

Se o Cliente estiver licenciando Software da Sartorius, incluindo software licenciado em conexão com a compra de quaisquer Produtos e todo e qualquer outro software ou firmware embutido, carregado ou associado de outra forma aos Produtos adquiridos, as seguintes disposições adicionais se aplicam:

- a) A Sartorius concede ao Cliente o direito não exclusivo e a licença para usar a cópia do Software na formatação que se encontra na mídia de computador legível fornecida ao Cliente pela Sartorius.
- b) O Software e direitos autorais relacionados são de propriedade da Sartorius, de uma Afiliada da Sartorius e / ou de certos fornecedores da Sartorius e suas Afiliadas, e a propriedade do Software em geral ou respectivos direitos autorais não devem passar para o Cliente como resultado do uso do Software pelo mesmo. Os direitos de licença aqui concedidos não podem ser transferidos para terceiros sem a permissão por escrito da Sartorius.
- c) O Software é protegido pelas respectivas leis nacionais de direitos autorais e tratados internacionais e o Cliente não deve copiá-lo ou permitir que seja copiado, exceto que o Cliente tem o direito de (i) fazer as cópias necessárias para o uso do Software de acordo com a finalidade pretendida, incluindo a correção de erros, (ii) duplicar o Software para fins de backup ou arquivamento e transferir o Software para um computador de backup em caso de mau funcionamento do computador, ou (iii) observar, estudar ou testar o funcionamento do Software a fim de determinar as ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento do Software, isso se o Cliente o fizer enquanto realizar qualquer um dos atos de carregamento, exibição, execução, transmissão ou armazenamento do Software que ele tem o direito de fazer.
- d) O Cliente deverá (i) não usar o Produto e a documentação associada para aplicativos de diagnóstico humano *in vitro*, (ii) não usar o Software a não ser com os Produtos adquiridos ou para qualquer finalidade fora do escopo do aplicativo para o qual está sendo fornecido, e (iii) não causar ou permitir a engenharia reversa, desmontagem, descompilação, modificação ou adaptação do Software ou a combinação do Software com qualquer outro software, a menos, e apenas na medida indispensável para obter as informações necessárias para alcançar a interoperabilidade do Software com outros programas, e contanto que as informações necessárias para alcançar a interoperabilidade não tenham sido disponibilizadas para o Cliente anteriormente, e (iv) não mover o Software para qualquer país em violação de quaisquer regulamentos de controle de importação ou exportação aplicáveis. O Cliente compromete-se a não remover as marcações do fabricante e, em particular, os avisos de direitos autorais ou alterá-los sem o consentimento prévio por escrito da Sartorius. Todos os outros direitos relacionados ao Software e sua documentação, incluindo cópias dos mesmos, permanecerão com a Sartorius. O Cliente não tem o direito de sublicenciar o Software.
- e) O Cliente entende ainda que seu uso do Software estará sujeito aos termos de quaisquer contratos de licença de terceiros ou avisos fornecidos ao Cliente pela Sartorius e aos direitos de quaisquer outros proprietários ou fornecedores de software ou firmware incluídos no Software, e o Cliente deve cumprir os termos de tais contratos de licença de terceiros e direitos fornecidos pela Sartorius antecipadamente.
- f) O Software é coberto pelas garantias limitadas aplicáveis ao Sistema estabelecidas na Seção 16 e por nenhuma outra garantia, expressa ou implícita.
- g) A Sartorius não faz nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, de que a operação do Software ou firmware será ininterrupta ou livre de erros ou que as funções contidas no Software ou firmware atenderão ou satisfarão o uso fora da Especificação acordada. As correções de software ou firmware, feitas durante o Período de Garantia de Produtos, são garantidas por um período de três (3) meses a partir da data de envio pela Sartorius ou

SARTORIUS

até o vencimento do Período de Garantia de Produtos, o que for mais longo.

- h) O não cumprimento de qualquer um dos termos desta subseção encerra o direito do Cliente de usar o Software. Após a rescisão de tal direito, o Cliente deve devolver o disco fornecido pela Sartorius e todas e quaisquer cópias do mesmo ou de qualquer outro Software para a Sartorius.
- i) Quaisquer substituições, correções ou atualizações do Software que o Cliente venha a receber da Sartorius, ou de uma Afiliada da Sartorius, serão fornecidas sujeitas às mesmas restrições e outras disposições contidas nesta subseção, independentemente de tal subseção ou estes TCG serem expressamente referenciados quando o Cliente receber tal substituição, conserto ou atualização, a menos que tal substituição, conserto ou atualização seja fornecida junto com um contrato de licença separado que, por seus termos, expressamente substitua estes TCG. O prazo de garantia para quaisquer atualizações será de um (1) ano a partir da data de entrega ao Cliente. Quaisquer substituições, correções ou atualizações devem ser fornecidas a preços e condições de pagamento conforme acordados no momento em que são fornecidos.
- j) A Sartorius não terá nenhuma responsabilidade ou quaisquer obrigações de garantia se qualquer modificação de software ou firmware for realizada por alguém que não seja a Sartorius ou seus indicados. Além disso, a Sartorius cobrará todos os custos e despesas incorridos até o ponto da descoberta de qualquer modificação, e por todo o trabalho de retificação subsequente necessário para retornar o Software ou firmware à sua condição garantida.
- k) O Cliente reconhece que apenas por referência a, e em razão das limitações supramencionadas, a Sartorius poderá ou desejará oferecer Software, Sistema e instalações nos Preços acordados.

19) EQUIPAMENTO

Se o Cliente estiver adquirindo um Equipamento da Sartorius que será instalado pela Sartorius, as seguintes disposições adicionais serão aplicadas:

a) Testes de aceitação de fábrica ("TAF"): a Sartorius notificará o cliente por escrito quando o equipamento estiver pronto para o teste nas instalações da Sartorius. Após tal notificação, os representantes de cada Parte irão, às suas próprias custas, comparecer às instalações da Sartorius em uma data mutuamente acordada com a finalidade de testar o Equipamento de acordo com as Especificações aplicáveis e protocolo TAF a serem emitidos pela Sartorius e aprovados pelo Cliente. A Sartorius fornecerá ao Cliente um relatório certificado dos resultados de qualquer teste. Uma vez que o Equipamento foi testado de acordo com esta cláusula 19 a), a Sartorius entregará o Equipamento no Local de Entrega do Cliente, em uma data mutuamente acordada.

b) Teste de Aceitação do Local ("TAL"): Após a conclusão da instalação e comissionamento do Equipamento, os representantes da Sartorius e do Cliente devem, às suas próprias custas, comparecer ao Local de Entrega em uma data mutuamente acordada para fins de teste de comissionamento e aceitação do Equipamento de acordo com as Especificações aplicáveis e o protocolo TAL a ser emitido pela Sartorius e aprovado pelo Cliente. A Sartorius fornecerá ao Cliente um relatório certificado dos resultados de qualquer teste. Sem prejuízo de quaisquer outras soluções que possam ser fornecidas sob estes TCG, a Sartorius pode rescindir este Contrato com efeito imediato mediante notificação por escrito ao Cliente no caso de o Cliente não aceitar o Equipamento de acordo com as disposições do protocolo TAL e tal atraso continuar por dez (10) dias após o recebimento da notificação por escrito pela Sartorius.

PARTE III- TERMOS E CONDIÇÕES PARA VENDA DE SERVIÇOS

Se o Cliente estiver adquirindo Serviços da Sartorius, as disposições a seguir se aplicarão exclusivamente

SARTORIUS

em relação à prestação de Serviços, e apenas Serviços, além das disposições da Parte I destes TCG.

20) OBJETO A SER REPARADO

- a) Quando o Objeto a ser reparado não tiver sido adquirido da Sartorius, o Cliente deverá informar a Sartorius de quaisquer direitos de propriedade intelectual existentes sobre o Objeto a ser reparado antes da execução dos Serviços, e o Cliente deverá indenizar a Sartorius de quaisquer reclamações de terceiros relativas a tais direitos de propriedade intelectual.
- b) O Cliente deve garantir que quaisquer Objetos a Serem reparados dentro do escopo de qualquer Serviço nos termos deste instrumento não representam qualquer risco à saúde para os representantes ou empregados da Sartorius.
- c) A menos que de outra forma estabelecido na Proposta Comercial da Sartorius, o horário de prestação de serviço padrão sob o Contrato será de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00 EST, exceto feriados.

21) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

- a) Se acordado e detalhado na Proposta Comercial, a Sartorius deve instalar os Produtos, desde que todas as informações necessárias relativas à instalação dos Produtos, em particular a localização da instalação e todos os desenhos e quaisquer outros detalhes relevantes, incluindo todas as interfaces de software, tenham sido acordadas entre a Sartorius e o Cliente em tempo hábil para permitir o início da instalação. O cronograma de informações necessárias a serem fornecidas por cada Parte deve ser acordado pelos respectivos líderes de projeto de cada Parte no prazo de um (1) mês a partir da data em que a Sartorius aceitar o pedido do Cliente.
- b) A Sartorius terá o direito de alterar o Preço para cobrir quaisquer custos especiais de transporte, manuseio, içamento ou outros custos de instalação e para cobrir custos com armazenamento ou

outros encargos decorrentes de atrasos por parte do Cliente na preparação do local de instalação ou no fornecimento de informações corretas e completas, instruções, licenças, consentimentos e outros prazos necessários para a fabricação, modificação, fornecimento, envio, entrega ou instalação dos Produtos.

- c) Caso os Produtos não possam ser instalados no local de instalação dentro de dois (2) meses após a entrega, devido a atrasos na preparação do local de instalação, a Sartorius terá o direito de faturar ao Cliente o Preço dos Produtos e Serviços.
- d) Nos casos em que tenha sido acordado que a Sartorius instalará os Produtos, o Cliente deverá, às suas próprias custas (i) preparar o local; (ii) garantir condições de trabalho razoáveis; (iii) fornecer à Sartorius áreas seguras para armazenamento de materiais e equipamentos de instalação; (iv) fornecer acesso adequado ao site; (v) garantir que o local é seguro e certificar que o local está livre de perigos químicos e biológicos; (vi) fornecer todas as instalações especificadas pela Sartorius antes da instalação, incluindo, sem prejuízo do disposto acima, fornecimento de eletricidade, água, gás, ar comprimido, internet, controles ambientais, sistemas de ventilação, equipamento de elevação e iluminação adequados.
- e) Quando solicitado pela Sartorius, o Cliente irá preencher e fornecer autorizações de trabalho e envidar todos os esforços para facilitar o acesso ao local de prestação de serviços para Representantes e demais colaboradores da Sartorius fora do horário normal de trabalho, quando necessário. A Sartorius envidará esforços razoáveis, até o limite permitido pela lei aplicável, para cumprir quaisquer requisitos especiais do local de prestação de serviços, sobre os quais tenha recebido aviso prévio por escrito.
- f) A Sartorius reserva-se o direito de se recusar a instalar os Produtos quando, em sua opinião, o local de prestação de serviços e / ou acesso não foi preparado ou fornecido conforme exposto acima e não será responsável por qualquer perda, dano ou

SARTORIUS

despesa adicional decorrente de tal não conformidade.

- g) Exceto quando a Sartorius ou seus Representantes forem negligentes, o Cliente isentará de responsabilidade a Sartorius e seus Representantes e a defenderá contra todas as reclamações, perdas, danos, penalidades e outras ações movidas contra a Sartorius resultantes de ferimentos pessoais ou morte que surjam durante a instalação.

22) SERVIÇOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA SARTORIUS

O seguinte deve ser aplicável em relação a todos os Objetos a serem reparados nas instalações da Sartorius:

- a) Objetos a serem reparados devem ser embalados e enviados para as instalações da Sartorius pelo Cliente às custas do Cliente, e o Cliente deve assumir o risco de perda em relação a tal envio de e para as instalações da Sartorius. A pedido do Cliente, o transporte para e, se necessário, das instalações da Sartorius será segurado contra riscos de transporte seguráveis, por exemplo, roubo, quebra, incêndio, às custas do Cliente. Durante o tempo em que o Serviço é realizado nas instalações da Sartorius, nenhuma proteção de seguro é fornecida pela Sartorius. O cliente deve garantir que a cobertura de seguro existente seja mantida para o objeto a ser reparado, e somente mediante solicitação expressa do Cliente e às custas do Cliente a Sartorius obterá seguro para cobrir tais riscos.
- b) Os serviços aqui descritos serão considerados executados e concluídos se o objeto a ser reparado tiver sido testado conforme previsto no Contrato.
- c) No caso de a Sartorius atrasar a execução de quaisquer Serviços como resultado dos atos ou omissões do Cliente e / ou seus funcionários, representantes ou contratados, ou se o Cliente atrasar a devolução do Objeto a ser reparado após a execução e conclusão dos Serviços, a Sartorius

pode cobrar aluguel de armazenagem do Cliente para armazenamento nas instalações da Sartorius ou, a critério desta, o Objeto a ser reparado pode ser armazenado em outro lugar, e o Cliente deve arcar com os custos e o risco de armazenamento neste outro local.

23) SERVIÇOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CLIENTE

O seguinte deve ser aplicável em relação a todos os Objetos a Serem Reparados nas instalações do Cliente, ou outras instalações fora da Sartorius que o Cliente possa indicar:

- a) O Cliente, às suas próprias custas, deve apoiar o pessoal de serviço da Sartorius na execução dos Serviços abaixo, incluindo a garantia de que os Objetos a serem reparados estejam disponíveis para manutenção no momento de cada manutenção preventiva programada ou chamada de serviço de emergência. A equipe de serviço da Sartorius entrará em contato com o Cliente para definir uma data e hora mutuamente acordadas para cada visita de serviço.
- b) O Cliente deve tomar todas as medidas necessárias para proteger as pessoas e objetos no local onde os Serviços serão executados, e também deve informar o pessoal de serviço da Sartorius sobre quaisquer regras e regulamentos especiais de segurança. A Sartorius pode cobrar do Cliente, em suas taxas habituais, pelo tempo incorrido pelo pessoal de serviço da Sartorius relacionado a quaisquer instalações, políticas internas e de segurança ou treinamento exigidos pelo Cliente, a menos que o precedente esteja expressamente incluído no Preço estabelecido no Contrato.
- c) O Cliente compromete-se, às suas próprias custas, a: (i) fornecer a equipe auxiliar necessária em número e pelo tempo necessário para realizar os serviços a seguir, se necessário, e a Sartorius não assumirá qualquer responsabilidade pelo referido pessoal auxiliar; (ii) executar todos os trabalhos de construção, fundação e andaimes, incluindo a aquisição dos materiais de construção necessários

SARTORIUS

para tanto; (iii) fornecer os dispositivos e máquinas pesadas e / ou ferramentas necessárias, bem como os materiais e itens necessários para o referido equipamento; (iv) fornecer aquecimento, iluminação, serviços públicos, água, incluindo as conexões e tomadas necessárias; (v) fornecer as salas secas e trancáveis necessárias para armazenar as ferramentas do pessoal de serviço; (vi) proteger o local em que os Serviços serão executados e os materiais nele localizados de efeitos prejudiciais de qualquer tipo e limpar o local onde os Serviços serão executados; (vii) fornecer ao pessoal de serviço da Sartorius salas de estar e de trabalho adequadas e seguras (com aquecimento, iluminação, instalações de lavagem, instalações sanitárias) e primeiros socorros; e (viii) fornecer materiais e tomar todas as medidas necessárias para ajustar o objeto a ser reparado e realizar os testes contratualmente acordados.

- d) O Cliente deve garantir que os Serviços possam ser iniciados sem atrasos injustificados quando da chegada do pessoal de serviço da Sartorius e executados sem demora. Na medida em que diagramas especiais ou manuais de instrução sejam necessários para o objeto a ser reparado, o Cliente deve fornecê-los em devido tempo à Sartorius.
- e) Para que os Serviços sejam executados dentro do escopo do comissionamento, o Cliente deve garantir, em particular, que a instalação elétrica e mecânica do Objeto a ser reparado foi concluída como um pré-requisito para a Sartorius iniciar os Serviços abaixo, com o Cliente fornecendo o suporte estabelecido acima.
- f) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer uma de suas obrigações nesta cláusula 23 e, como resultado de tal falha, a conclusão dos Serviços for atrasada ou a Sartorius de outra forma for proibida de realizar os Serviços, então a Sartorius terá o direito de cobrar do Cliente, com base em suas taxas habituais, os custos incorridos pela Sartorius relacionados a tal falha.

24) PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- a) Os horários indicados como prazos para a execução do determinado Serviço a ser prestado no âmbito do Contrato baseiam-se em estimativas e, por este motivo, não são vinculativos. O Cliente pode solicitar que a Sartorius concorde com um prazo vinculativo para a execução do (s) Serviço (s) abaixo somente se o escopo do trabalho e/ou Serviço for definido exatamente.
- b) Um prazo vinculativo para a execução de um Serviço nos termos deste instrumento deve ser considerado cumprido se, ao expirar, o objeto específico a ser reparado estiver pronto para ser transferido ao Cliente, se referido objeto for testado conforme previsto no Contrato, e/ou se o serviço correspondente a ser executado nos termos deste instrumento foi concluído e/ou o objetivo desejado do referido serviço foi alcançado.
- c) Se pedidos adicionais ou estendidos forem feitos ou se os Serviços forem adicionalmente necessários, o prazo acordado para a execução do Serviço originalmente solicitado nos termos deste documento será prorrogado em conformidade.
- d) Se qualquer Serviço a ser executado nos termos deste documento for atrasado no contexto de eventos relacionados a litígios industriais, em particular greves e lockouts, ou ocorrência de circunstâncias pelas quais a Contratada/Sartorius não é responsável, o prazo para a execução do referido Serviço deve ser razoavelmente prorrogado, na medida em que se comprovar que tais obstáculos exercem influência significativa na execução de qualquer Serviço abaixo; isto também se aplicará se tais circunstâncias ocorrerem após a Sartorius já estiver atrasada na execução de tais serviços.
- e) Se o Cliente especificar um prazo razoável, levando em consideração as exceções legais, para a posterior execução do Serviço após o referido atraso e se este novo prazo não for cumprido, o Cliente terá direito, no âmbito das disposições legais, a retirar-se do Contrato. Outras

SARTORIUS

reivindicações por conta de um atraso na execução serão regidas exclusivamente conforme definido na Cláusula 24 d) deste documento.

25) ACEITAÇÃO

- a) O Cliente compromete-se a aceitar o Serviço prestado nos termos deste instrumento, seja na forma de reparação, manutenção, serviço de comissionamento ou outro Serviço aqui definido. Se o Serviço executado não estiver em conformidade com este Contrato, a Sartorius compromete-se a eliminar o defeito conforme definido na Seção 28 a seguir, desde que seja possível que o Serviço específico seja executado. Isto não se aplica se o defeito for menor quando avaliado sob o interesse do Cliente ou baseado em uma circunstância pela qual o Cliente é responsável. Se houver um pequeno defeito, o Cliente não pode recusar a aceitação.
- b) Se a aceitação for atrasada sem culpa da Sartorius, a aceitação será considerada como tendo ocorrido duas (2) semanas após a Sartorius ter notificado o Cliente da conclusão do Serviço prestado nos termos deste instrumento.
- c) Após a aceitação, a responsabilidade da Sartorius por defeitos aparentes expirará, na medida em que o Cliente não se reserva o direito de executar uma reclamação por um defeito perceptível.

26) ENCERRAMENTO

A Sartorius terá o direito de rescindir o Contrato sem qualquer responsabilidade, se o Serviço estiver relacionado a um Software e o Software ou qualquer uma de suas versões for descontinuado. Caso tal descontinuação seja notificada ao Cliente em um momento em que este Contrato tenha um prazo residual de mais de seis (6) meses, o Cliente receberá um reembolso proporcional.

27) GARANTIAS E RECURSOS

- a) A Sartorius garante que os Serviços devem ser conduzidos de maneira correta e profissional em conformidade com os padrões da indústria, e todas

as peças fornecidas como parte dos Serviços devem estar de acordo com as Especificações da Sartorius. Caso o Cliente solicite testes mais extensos, isso deverá ser acordado por escrito e os custos de referidos testes serão suportados pelo Cliente.

- b) Se qualquer falha em se adequar à garantia supra mencionada for relatada à Sartorius por escrito dentro do Período de Garantia dos Serviços, a Sartorius, desde que concorde com a existência de tal não conformidade, corrigirá a mesma executando novamente os Serviços. Se a Sartorius não puder corrigir tal não conformidade por meio da nova execução dos Serviços, a Sartorius poderá devolver o valor referente ao Preço ou, quando apropriado, a parte do Preço dos Serviços não conformes que a Sartorius não conseguir corrigir. Este será o único e exclusivo recurso do Cliente, e a responsabilidade da Sartorius nos termos deste instrumento é expressamente limitada à reexecução de Serviços não conformes ou à devolução referente ao Preço dos mesmos, conforme o caso. A garantia estabelecida neste parágrafo se aplica também às partes do produto e a quaisquer peças de reposição.
- c) Esta garantia substituirá todas as outras garantias, expressas ou implícitas, sendo certo que todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias de comercialização e adequação a um propósito específico, estão excluídas.
- d) Esta garantia também exclui produtos usados, peças sobressalentes usadas, danos incorridos como consequência do desgaste natural, manutenção inadequada por alguém que não seja a Sartorius, falha em seguir as instruções de operação do equipamento, uso excessivo ou inadequado e construção inadequada e / ou trabalhos de montagem executados por terceiros, e quaisquer outros efeitos externos e causas sobre os quais a Sartorius não tinha controle ou pelos quais a Sartorius não era responsável.
- e) A Sartorius não terá nenhuma responsabilidade sob a garantia acima se o Cliente ou um terceiro

SARTORIUS

fizer alterações ou reparos no Objeto a ser reparado nos termos deste instrumento e/ou algum dano tiver sido causado por ou atribuído ao uso impróprio, negligência, acidente ou realização de serviço não autorizado no objeto a ser reparado pelo cliente ou qualquer terceiro (devendo qualquer autorização ser fornecida pela Sartorius por escrito ao cliente).

28) RESPONSABILIDADE

- a) Se partes do objeto a ser reparado forem danificadas por falha da Sartorius, a Sartorius pode optar por reparar tais danos às suas próprias custas ou entregar novas partes/peças substitutas. A obrigação da Sartorius de substituir as referidas partes/peças danificadas deve ser limitada ao preço pelo qual o Serviço específico foi acordado. Quanto às demais disposições, a Cláusula 28 c) é aplicável em conformidade.
- b) Se, por culpa da Sartorius, o Cliente não puder usar o Objeto a ser reparado conforme previsto no Contrato, e isto resultar de falha no fornecimento de sugestões e / ou conselhos ou fornecimento de sugestões e / ou conselhos deficientes, antes ou depois que referido Contrato for assinado, e outras obrigações colaterais do Contrato - em particular instruções para operação e manutenção do Objeto a ser reparado, as disposições das Cláusulas 25 e 27 serão aplicadas em conformidade, excluindo outras reclamações do Cliente.
- c) Em caso de dano que não seja coberto pelo próprio objeto a ser reparado, a Sartorius será responsável, independentemente do motivo legal, apenas a) em caso de dolo; b) em caso de negligência grave por parte do representante legal/entidades, diretores ou funcionários de nível executivo; c) em caso de lesão física culposa, morte e riscos para a vida e a saúde; d) Em caso de defeitos que tenha ocultado de forma fraudulenta ou cuja ausência tenha sido garantia; e) na medida em que a responsabilidade seja prescrita pela lei de responsabilidade do produto aplicável de acordo com a lei que rege o Contrato (Código de Defesa do Consumidor), por danos pessoais resultantes de, ou danos materiais a, objetos de uso privado. Em caso de violação

culposa dos deveres contratuais materiais, a Sartorius também será responsável em caso de negligência grave por parte de seus funcionários não executivos e em caso de negligência leve, sendo que neste último caso será limitado a perdas que são normalmente associadas com este tipo de contrato e que são razoavelmente previsíveis. Quaisquer outras reivindicações serão excluídas.

29) BSL 3 | 4 MEIO AMBIENTE

O Cliente deve informar a Sartorius com antecedência sobre qualquer serviço agendado no caso de o objeto a ser reparado ter sido ou estiver localizado em um ambiente com nível de biossegurança BSL3 ou BSL4 e, no momento de tal notificação, deve (i) fornecer à Sartorius uma Declaração de descontaminação e Formulário de Limpeza de Equipamentos e Componentes ("Formulário de Descontaminação") para tal Objeto a ser reparado, ou (ii) informar a Sartorius por escrito sobre o motivo pelo qual a Empresa não é capaz de fornecer tal Formulário para a Sartorius. Não obstante qualquer disposição aqui em contrário, o Cliente reconhece e concorda que o Serviço em tal Objeto a ser reparado, que foi ou está localizado em um ambiente BSL3 ou BSL4, pode precisar ser executado remotamente pela Sartorius.